

# 蛋白降解研究解决方案

*Targeted Protein Degradation*

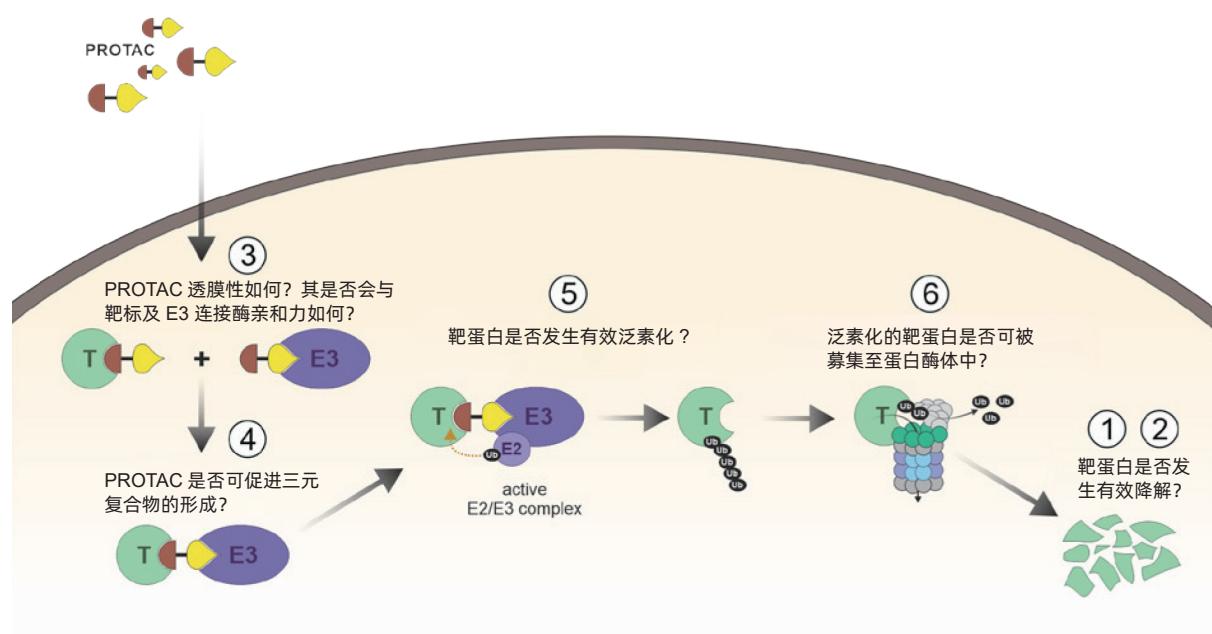
提供细胞和生化水平检测方案，助力蛋白降解剂研发全流程



# 目 录

1. 靶向蛋白降解 (TPD) 研究的关键步骤.....	2
2. Promega TPD 研究技术及优势.....	3
3. 靶蛋白降解检测 .....	4
3.1 活细胞实时监测 / 终点法检测：HiBiT 蛋白标签技术 .....	4
3.2 天然非修饰（非基因工程）细胞中终点法快速检测：Lumit® Immunoassay Cellular Systems.....	8
4. 二元复合物形成 .....	10
4.1 活细胞水平监测：NanoBRET® TE 技术 .....	10
4.2 生化水平检测：Lumit® Anti-Tag 蛋白 : 小分子相互作用技术 .....	12
5. 三元复合物形成 / 靶蛋白泛素化 / 蛋白酶体募集检测 .....	14
5.1 活细胞水平监测：NanoBRET® 蛋白 : 蛋白相互作用技术.....	14
5.2 生化水平检测：Lumit® Anti-Tag 蛋白 : 蛋白相互作用技术.....	16
6. 细胞功能性分析 .....	18
6.1 细胞活力、凋亡和毒性检测 .....	18
6.2 细胞代谢检测.....	18
6.3 细胞因子检测：Lumit® Cytokine Immunoassay .....	18
7. 降解表型研究 .....	19
7.1 HaloPROTAC3.....	19

## 靶向蛋白降解 (TPD) 研究的关键步骤



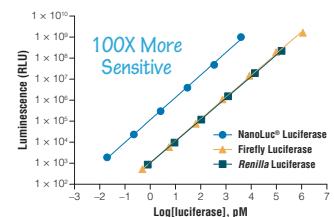
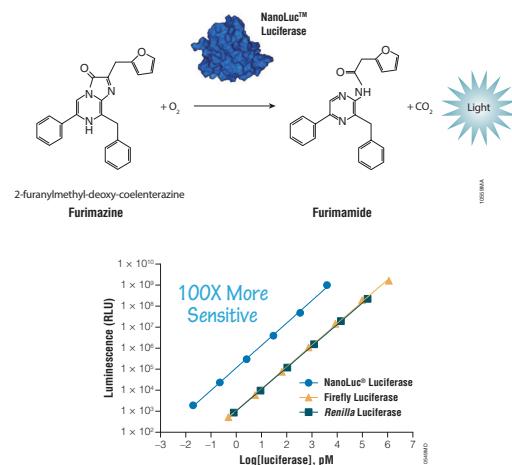
# Promega TPD 研究技术及优势

## 主要检测技术

### NanoLuc® 新型专利萤光素酶技术

Promega 提供细胞和生化反应水平检测方案，助力蛋白降解剂研发全流程，大多数 TPD 研究所用检测技术都是基于 NanoLuc® 新型专利萤光素酶技术平台开发，其主要优势和特征为：

- 更亮：**灵敏度比萤火虫和海肾萤光素酶高 **100 倍**；
- 结构简单：**没有翻译后修饰或二硫键；
- 分子量更小：**单体酶，19 kDa，171 个氨基酸；
- 分布均匀：**蛋白表达后会均匀分布在细胞中；
- 光信号稳定：**辉光反应，室温半衰期通常 >2h；
- pH 耐受范围宽：**pH 值 6-8 范围均有活性；
- 热稳定性高：**T<sub>m</sub>=60°C，室温下放置 8h，活性仍保留 90%；
- BRET 友好：**λ<sub>max</sub>=460nm，更适于 BRET 实验。



## 基于 NanoLuc® 的可用于 TPD 研究的优势检测技术

### HiBiT 蛋白标签技术 内源水平蛋白定量与功能分析

- 2017 年 The Scientist 创新技术大奖 Top10，11 个氨基酸的超小标签
- 仅需“加样 - 检测”
- 适合 96/384 孔板高通量筛选
- 可活细胞实时动态或裂解型终点法检测

### NanoBRET® TE 技术 活细胞检测药物：靶标相互作用

- 改良的 BRET 技术，背景更低、信号更强
- 适合 96/384 孔板高通量筛选
- 提供 400+ 靶点的即用型试剂盒（如 E3 Ligases、Kinase、NLRP3、PARP、RAS、GPCRs 等）

### Lumit® 新型免疫检测技术 完美替代 HTRF/AlphaLISA

- 均质型检测，无需抗体和洗涤
- 简单快速，0.5-2 小时完成检测
- 仅需“加样 - 检测”
- 适合 96/384 孔板高通量检测

## 主要检测仪器

### GloMax® 微孔板检测仪

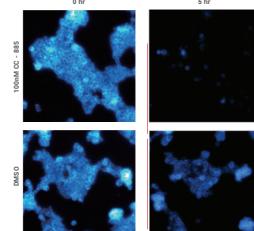
高效，易用的多功能微孔板检测仪，用于化学发光、荧光、吸收光、BRET 和 FRET 检测。



### GloMax® Galaxy 细胞成像仪

可视化您的蛋白降解！

可实现生物发光、荧光、明场成像的细胞成像仪，搭配 NanoLuc® 相关工具，可视化您的蛋白降解。



# 靶蛋白降解检测

## HiBiT 蛋白标签技术

--活细胞水平、10 分钟快速检测、高通量、高灵敏度

### HiBiT 技术检测靶向蛋白降解的优势

- 标签小：**11 个氨基酸，对靶蛋白功能影响非常小
- 一步法均质检测：**无需抗体，无洗涤，仅需“加样 - 检测”
- 高通量筛选：**简单，快速地基于孔板的生物发光检测，可扩展至 96/384 孔板
- 提供多种检测模式：**活细胞实时动态模式（胞内或胞外）；裂解型终点法检测模式
- 便于用 CRISPR/Cas9 插入：**无需克隆可检测内源性蛋白，方案可优化
- Sub-attomole 级灵敏度：**检测背景低，能够检测内源性水平的蛋白，线性范围 >7 logs

### 技术原理及流程

HiBiT 是一种由 NanoLuc® 萤光素酶衍生的 11 个氨基酸构成的肽标签，可以连接到任何目的蛋白（POI），可在 10 分钟或更短时间内使用生物发光试剂进行检测。该方法基于互补配对的 NanoBiT 技术，检测试剂含有一个无活性的萤光素酶大亚基 LgBiT，其能快速与 HiBiT 结合，产生一种高活性萤光素酶。在萤光素酶底物存在的情况下产生明亮的发光信号。

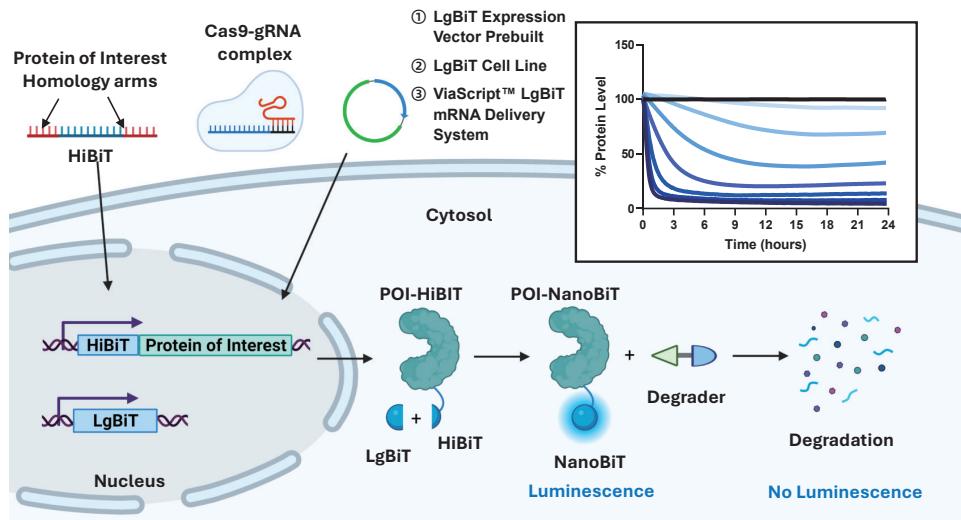


图 . 实时监测内源性目的蛋白（POI）的降解。通过 CRISPR/Cas9 技术，可将 HiBiT 编码序列插入目标基因位点中，同时在细胞中共表达 LgBiT 蛋白，配合专用的发光底物，可以进行 2-72 小时的活细胞蛋白水平实时监测（加入蛋白降解剂后发光信号下降）。



## 检测流程及工具

Step1. 用 HiBiT 标签标记您的目标蛋白								
检测方法	特点	工具列表						
方法一：构建载体进行重组表达	传统外源性表达；实验建立更灵活；有过表达伪影风险。	<p><b>HiBiT 融合表达载体：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HiBiT CMV-neo Flexi® Vectors 载体系列   N2391, N2401, N2411</li> <li>• pBiT3.1 HiBiT MCS Vectors 载体系列   N2361, N2371, N2381</li> </ul> <p><b>可选转染试剂：</b></p> <table border="1"> <tr> <td>FuGENE® HD E2311   1ml E2312   5 x 1ml</td><td>FuGENE® 6 E2691   1ml E2692   5 x 1ml E2693   0.5ml</td><td>FuGENE® 4K E5911   1ml E5912   5 x 1ml</td></tr> </table>	FuGENE® HD E2311   1ml E2312   5 x 1ml	FuGENE® 6 E2691   1ml E2692   5 x 1ml E2693   0.5ml	FuGENE® 4K E5911   1ml E5912   5 x 1ml			
FuGENE® HD E2311   1ml E2312   5 x 1ml	FuGENE® 6 E2691   1ml E2692   5 x 1ml E2693   0.5ml	FuGENE® 4K E5911   1ml E5912   5 x 1ml						
方法二：用 CRISPR/Cas9 Knock in 技术导入 HiBiT 标签进行内源性表达 <b>【推荐】</b>	持续、简单、快速、高通量地检测内源性蛋白降解。	<p>① Promega 提供 100+ 针对热门靶标的即用型 HiBiT CRISPR 细胞系。</p> <p>② 联系 Promega 定制满足您研究需求的细胞系。</p> <p>③ 参考 Promega 提供的操作指导 DIY 自行完成 CRISPR 基因敲入。</p>						
Step 2. 检测 HiBiT 标记的目的蛋白								
检测方法	特点	工具列表						
 裂解型检测	终点法，灵敏准确地检测全部 HiBiT 标记的蛋白。	<p>Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System</p> <p>N3030   10ml N3040   100ml N3050   10 x 100ml</p>						
 活细胞实时检测	非裂解型，定量细胞内的 HiBiT 标签蛋白，需在细胞内表达 LgBiT 蛋白，可进行长达 72 小时实时动力学研究。	<p><b>LgBiT 蛋白表达工具：</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>LgBiT 表达载体</b> LgBiT Expression Vector [CMV / Hygro] N2681   20 µg</td><td><b>稳定表达 LgBiT 的细胞系</b> LgBiT Expression Stable Cell Line N2627   2 vial</td><td><b>LgBiT mRNA 递送系统</b> ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System NE1120   10 plates NE1130   10 plates NE1140   5X10 plates</td></tr> </table> <p><b>活细胞实时检测系统 / 底物：</b></p> <table border="1"> <tr> <td>0-2 小时检测 Nano-Glo® Live Cell Assay System N2011   10ml N2012   100ml N2013   10X100ml</td><td>2-24 小时检测 Nano-Glo® Vivazine™ Substrate N2580   0.1 ml N2581   1ml N2582   10ml</td><td>2-72 小时检测 Nano-Glo® Endurazine™ Substrate N2570   0.1 ml N2571   1ml N2572   10ml</td></tr> </table>	<b>LgBiT 表达载体</b> LgBiT Expression Vector [CMV / Hygro] N2681   20 µg	<b>稳定表达 LgBiT 的细胞系</b> LgBiT Expression Stable Cell Line N2627   2 vial	<b>LgBiT mRNA 递送系统</b> ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System NE1120   10 plates NE1130   10 plates NE1140   5X10 plates	0-2 小时检测 Nano-Glo® Live Cell Assay System N2011   10ml N2012   100ml N2013   10X100ml	2-24 小时检测 Nano-Glo® Vivazine™ Substrate N2580   0.1 ml N2581   1ml N2582   10ml	2-72 小时检测 Nano-Glo® Endurazine™ Substrate N2570   0.1 ml N2571   1ml N2572   10ml
<b>LgBiT 表达载体</b> LgBiT Expression Vector [CMV / Hygro] N2681   20 µg	<b>稳定表达 LgBiT 的细胞系</b> LgBiT Expression Stable Cell Line N2627   2 vial	<b>LgBiT mRNA 递送系统</b> ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System NE1120   10 plates NE1130   10 plates NE1140   5X10 plates						
0-2 小时检测 Nano-Glo® Live Cell Assay System N2011   10ml N2012   100ml N2013   10X100ml	2-24 小时检测 Nano-Glo® Vivazine™ Substrate N2580   0.1 ml N2581   1ml N2582   10ml	2-72 小时检测 Nano-Glo® Endurazine™ Substrate N2570   0.1 ml N2571   1ml N2572   10ml						
 细胞外检测	非裂解型，定量活细胞表面或分泌型表达的 HiBiT 标记蛋白。	<p>Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System</p> <p>N2420   10ml N2421   100ml N2422   10 x 100ml</p>						
 印迹检测	快速测定 HiBiT 标签融合蛋白大小。	<p>Nano-Glo® HiBiT Blotting System</p> <p>N2410   100ml</p>						
 基于抗体的检测	执行传统的基于抗体的检测，例如通过 WB, IP, ICC, pull-down 的方法检测 HiBiT 标记蛋白。	<p>Anti-HiBiT Monoclonal Antibody</p> <p>N7200   100ug N7210   5 x 100ug</p>						

## 应用数据

**HiBiT-CRISPR 和 Western Blot 模型结果一致，且内源性标记 HiBiT 不影响靶标蛋白的天然行为**

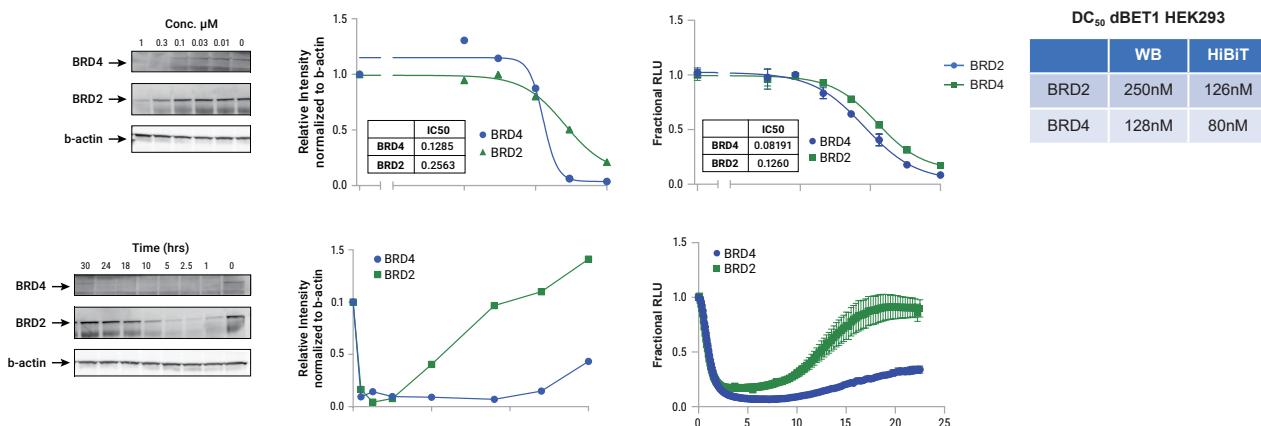


图. 在 HiBiT 标记细胞和野生型细胞中，检测 BRD2 和 BRD4 蛋白由降解剂 dBiET1 导致的靶蛋白降解，野生型细胞中靶蛋白降解水平通过 Western Blot 检测。图显示，HiBiT-CRISPR 和 Western Blot 两个模型的靶蛋白降解的剂量反应和时程响应基本一致。

**使用终点法快速检测蛋白降解，是基于 384 孔板高通量筛选降解剂的理想选择**

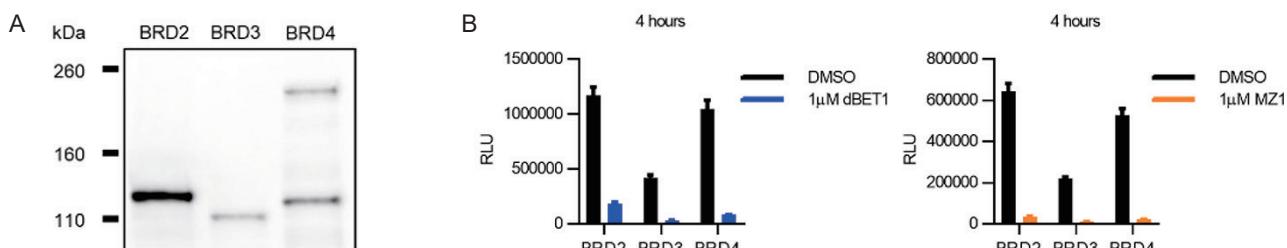


图. 在稳定表达 LgBiT 蛋白的 HEK293 细胞中分别对 BRD2、BRD3 和 BRD4 蛋白进行 HiBiT CRISPR knock-in。图 A. 用 HiBiT Blotting Reagent 验证 HiBiT 是否被连接到了正确的蛋白上，BRD2 和 BRD3 分别得到一条分子量正确的单一条带，BRD4 的两条带分别指示的是 BRD4 大小不同的两种亚型。图 B. 用固定浓度的降解剂 dBiET1 或 MZ1 处理细胞，使用 Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System 终点法检测处理 4 个小时后的蛋白降解情况，结果表明这三种 BET 家族成员的蛋白水平均有明显的下降。

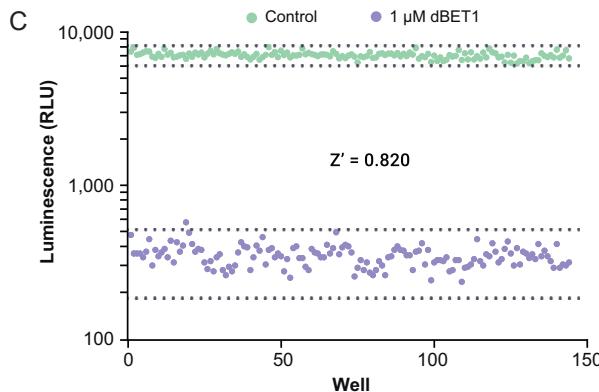
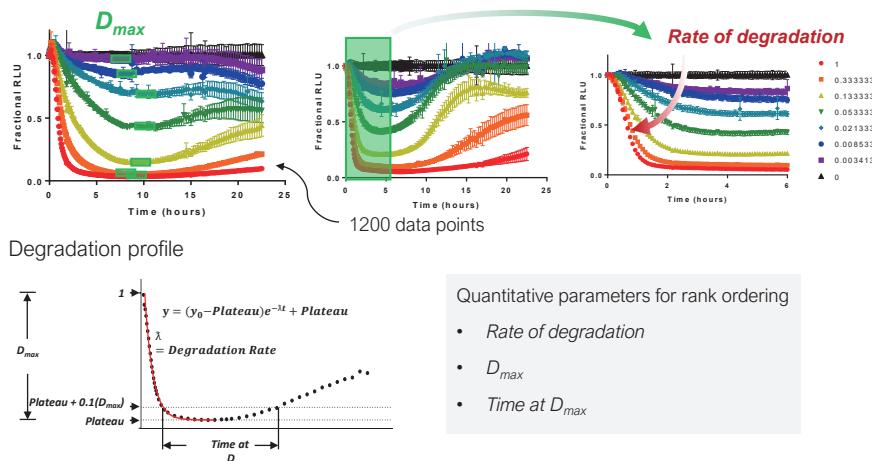


图 C. 在 384 孔板的 CRISPR 衍生的多克隆细胞株中诱导 HiBiT-BRD4 蛋白的降解。Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System 凭借其检测方案简单，发光信号半衰期大于 3 个小时，成为高通量应用中批量处理多块板的理想选择。相较于抗体检测方法，HiBiT 灵敏度更高，操作更简单，因而更有利蛋白降解 HTS 的测定。

## 应用数据

采用实时活细胞检测可获取更多降解参数，对降解剂的效能进行更准确的评估



上图. 对 HEK293 细胞中 BRD3 蛋白进行内源性 HiBiT 标记, 不同浓度降解剂 MZ1 处理细胞后对靶蛋白水平进行 24 小时实时监测, 从得到的动态结果, 计算蛋白降解的动力学参数, 例如降解速率, 最大降解值 ( $D_{max}$ ), 最大降解水平持续时间 (Time at  $D_{max}$ ) 等。由图可知, 不同浓度药物处理达到  $D_{max}$  的时间不同, 因此对于终点法检测, 如果在所选的检测时间点并不是所有浓度都达到了  $D_{max}$ , 会影响对药物 potency 的判断, 而实时检测可以获得更多降解参数, 从而对降解剂的效能进行更准确的评估。

联合细胞活力等方法确认发光信号下降（降解）并非由于药物对细胞活性的影响所致

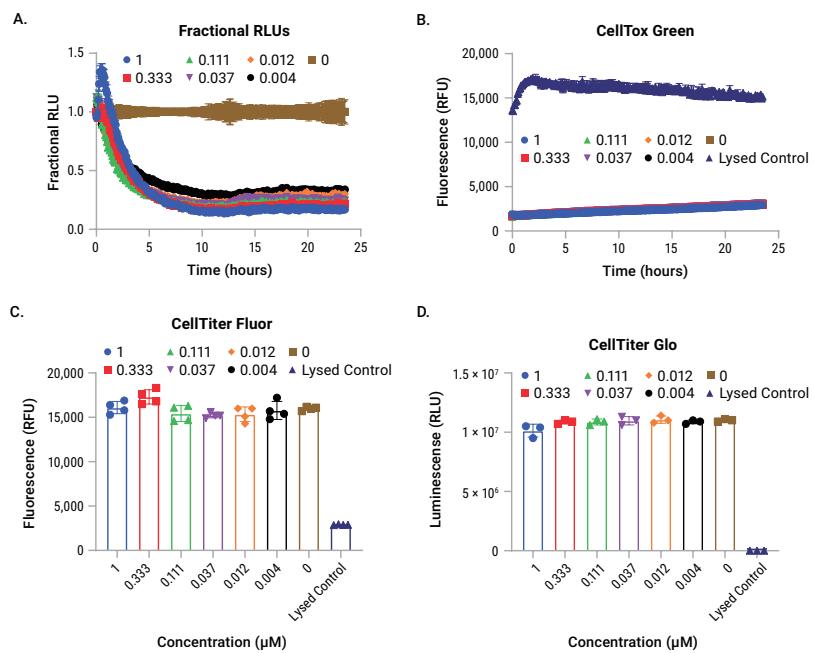


图. 联合细胞活力及细胞毒性检测确认发光信号下降（降解）并非由于药物对细胞活性的影响所致，可用于辅助区分随后可能导致毒性的靶标降解。使用不同的活性检测方法测定不同毒性阶段，进行动力学多重检测：

- 图 A.HiBiT 标签标记的 Ikaros 蛋白在分子胶化合物伊伯多米德处理后的动态降解检测
- 图 B. 降解检测与 CellTox™-Green 细胞毒性检测（膜完整性检测）同步进行
- 图 C. 24 小时动态读数下进行降解检测后，叠加 CellTiter-Fluor™ 活力检测（活性细胞蛋白酶）
- 图 D. 24 小时动态读数下进行降解检测后，叠加 CellTiter-Glo® (CTG) 活力检测（细胞 ATP 水平）

# 靶蛋白降解检测

## Lumit® Immunoassay Cellular Systems

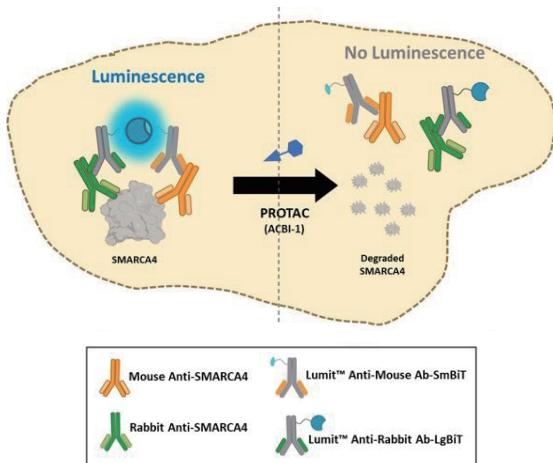
--检测靶蛋白在天然非修饰（非基因工程）细胞中的降解  
终点法、无需洗涤和固定，完美替代 ELISA

传统的分析物的检测和定量方法通常耗时且检测步骤多，如 Western blotting 和 ELISA。Lumit® 技术是一种简单快速的、基于多孔板、免洗、均质型、生物发光免疫检测方法。它的高特异性和易于高通量筛选 (HTS) 使其成为科学家进行基础研究和药物发现的有力工具。

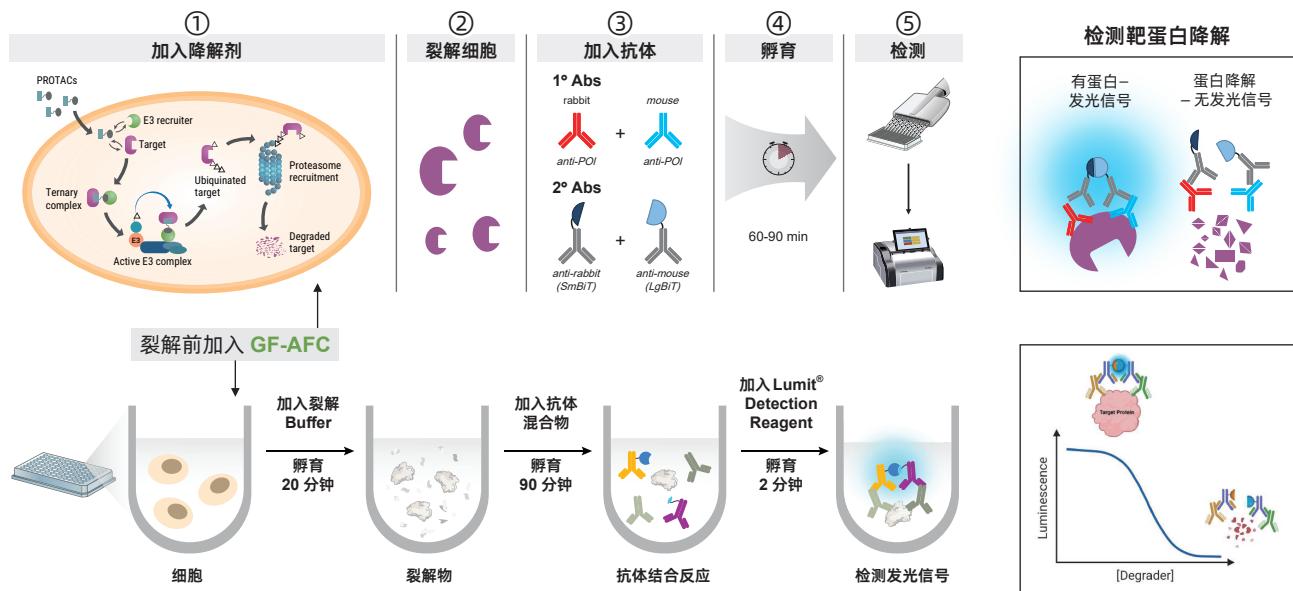
### 技术原理

Lumit® Immunoassay Cellular System (ICS) 可以在表达靶蛋白的任何细胞类型中，在天然水平检测细胞内蛋白的磷酸化或总靶蛋白量。该系统中包含 Lumit® 二抗，分别针对兔、小鼠或山羊，这些二抗分别与 NanoBiT® 亚基 SmBiT 和 LgBiT 相偶联，用户提供两种针对靶蛋白的一抗（或选择包含一抗的完整试剂盒）。裂解细胞后磷酸化的蛋白或总靶蛋白被各自的一抗对识别，然后 Lumit® 二抗识别对应种属的一抗，从而使 LgBiT 和 SmBiT 紧密靠近，并形成可产生明亮发光信号的有功能的酶。

右图 . 以 SMARCA4 的降解为例，加入 PROTAC 后，SMARCA4 蛋白被降解，发光信号下降。

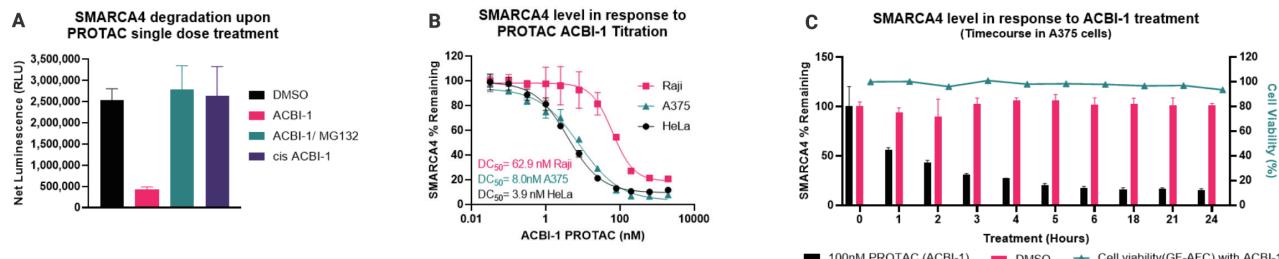


### 检测流程



## 应用数据

### PROTAC 处理后天然的 SMARCA4 的降解



上图 .PROTAC 处理后天然的 SMARCA4 的降解。每孔接种 50,000 个细胞。用指定化合物处理后，使用 Lumi<sup>®</sup> Immunoassay Cellular System (set 2) 检测 SMARCA4 的水平。图 A. 用 250nM ACBI-1、250nM ACBI-1 + 20μM MG132、250nM Cis-ACBI-1 或 DMSO 处理 5 小时后的 SMARCA4 水平。图 B. ACBI-1 在三种不同细胞系中对 SMARCA4 降解的分析。图 C. ACBI-1 降解 SMARCA4 的时间过程。

## 检测工具

人类细胞靶点	信号通路	适用 Lumi <sup>®</sup> Immunoassay Cellular System (目录号)	完整试剂盒(包含一抗)
AKT	PROTAC MS-21	Set 1 (W1201)	有
B-cell lymphoma 6 protein (BCL-6)	BI-3802	Set 1 (W1201)	无
BRD4	PROTACs ARV-771, dBET6	Set 1 (W1201)	有
Burton's Tyrosine Kinase (BTK)	PROTAC MT-802	Set 1 (W1201)	有
ER (Estrogen Receptor)	Fulvestrant	Set 1 (W1201)	无
SMARCA2 (BRM)	PROTAC ACBI-1	具体详情参见操作说明	有
SMARCA4 (BRG1)	PROTAC ACBI-1	Set 2 (W1331)	有
STAT3	PROTAC SD-36	Set 1 (W1201)	有

进入 Promega 官网查看详细操作说明，如需购买完整试剂盒请联系 Promega。

产品	规格	目录号
Lumi <sup>®</sup> Immunoassay Cellular System – Starter Kit	200 assays	W1220
	100 assays	W1201
Lumi <sup>®</sup> Immunoassay Cellular System – Set 1	1000 assays	W1202
	10,000 assays	W1203
Lumi <sup>®</sup> Immunoassay Cellular System – Set 2	100 assays	W1331
	1000 assays	W1332
	10,000 assays	W1333



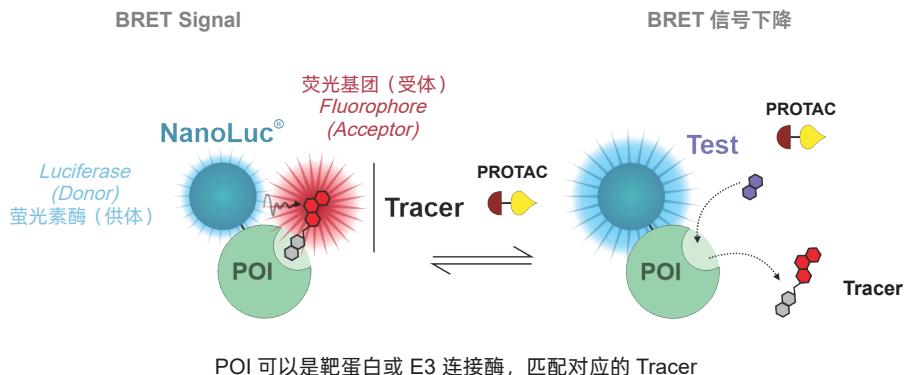
# 二元复合物形成

## NanoBRET® TE 技术

--活细胞水平评估降解剂透膜性及其与靶标及 E3 连接酶亲和力

### 技术原理

NanoBRET® Target Engagement (TE) 是一种强大的技术，可用于研究活细胞中的相关蛋白：配体结合事件。将目标蛋白 (POI) 与 NanoLuc® 萤光素酶融合后表达作为供体，与靶标可逆结合的配体连接上专用的 NanoBRET® 618 荧光基团形成细胞渗透性荧光示踪分子 (Tracer) 作为受体。Tracer 结合目标蛋白可拉近萤光素酶 (供体) 和荧光基团 (受体) 的距离，进而触发生物发光共振能量转移 (BRET)，如图，加入待测化合物 (降解剂) 后，化合物结合靶标会与 Tracer 产生竞争置换，通过 BRET 信号的降低可以确定化合物的结合。



### 应用数据

#### 评估降解剂与 E3 连接酶细胞内亲和力、可利用性与渗透性

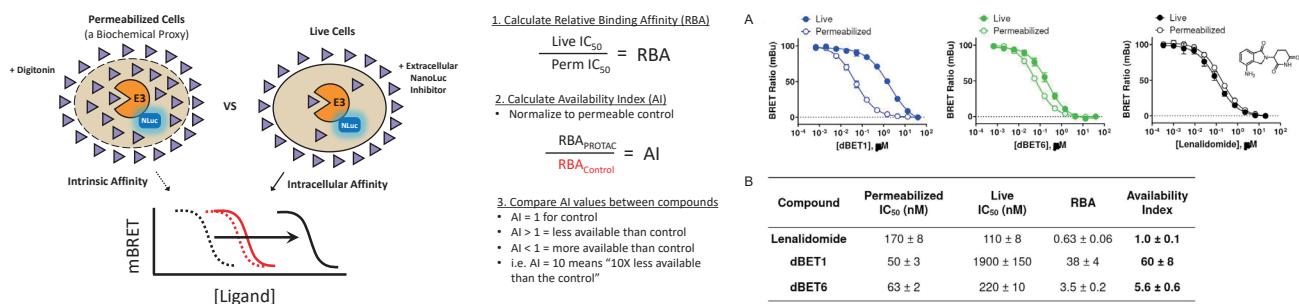


图 A. 采用 NanoBRET® TE CRBN Assay 分别在活细胞模式下测定了 PROTAC 的细胞内亲和力 (intracellular affinity)，在透化细胞模式（加入洋地黄皂苷破坏细胞膜，去除屏障作用）下检测 PROTAC 的固有亲和力 (intrinsic affinity)。表 B. 基于图 A 的 NanoBRET® TE IC<sub>50</sub> 数据，计算各化合物的可用性指数 (AI)，Lenalidomide 作为高透膜性对照化合物，其 AI 值默认设定为 1；dBET6 的 AI 值为 5.6，dBET1 的 AI 值为 60，表明 dBET6 的细胞内可用性约为 dBET1 的 10 倍。

## 检测工具

### 降解剂与 E3 连接酶相互作用检测工具列表

检测类型	E3 连接酶	产品	规格 (96 孔板)	目录号
			100 assays	N2910
	CRBN	NanoBRET® TE Intracellular E3 Ligase Assays, CRBN	1000 assays	N2911
			10,000 assays	N2912
检测系统	VHL	NanoBRET® TE Intracellular E3 Ligase Assays, VHL	100 assays	N2930
			1000 assays	N2931
			10,000 assays	N2932
	IAP(clAP1,clAP2,& XIAP)	NanoBRET® TE Intracellular E3 Ligase Assays, IAP	Please Inquire	
	MDM2	NanoBRET® TE Intracellular E3 Ligase Assay, MDM2	Please Inquire	
表达载体	CRBN	NanoLuc®-CRBN fusion vector	20 µg	N2741
	VHL	VHL-NanoLuc® fusion vector	20 µg	N2751
	IAP(clAP1,clAP2,& XIAP)	NanoLuc®-clAP1 Fusion Vector	Please Inquire	
		NanoLuc®-XIAP Fusion Vector	Please Inquire	

### 降解剂与靶蛋白相互作用工具靶点列表

#### 即用型试剂盒

- **350+ Kinase**
- **Kinase Profiling:** K192 Kinases, CDK
- **Histone Deacetylase (HDAC):** HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC6, HDAC10
- **Bromodomains (BRDs):** BRD2, BRD3, BRD4, BRD7, BRD9, BRDT, BRPF1, CECR2, TAF1, TAF1L
- **DNA Damage Response (DDR):** PARG, POLQ (Polymerase Domain), POLQ (Helicase Domain), PRMT5
- **Poly (ADP-Ribose) Polymerase (PARP):** PARP 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7, 10, 11, 12, 14 & 16
- **G-protein Coupled Receptors (GPCR):** >20 GPCRs from >5 families
- **Heat Shock Protein (HSP):** HSP90AB1
- **Inflamasome:** NLRP3
- **RAF Protomer & Homodimers:** ARAF, BRAF, CRAF
- **RAS:** KRAS2B WT, KRAS2B(G12C), KRAS2B(G12A), KRAS2B(G12D), KRAS2B(G12S), KRAS2B(G12V), KRAS2B(G12R), KRAS2B(G13D), KRAS2B(Q61H), KRAS2B(Q61L), KRAS2B(Q61R), KRAS2B(Y96D), HRAS WT, HRAS(G12C), HRAS(G12V)

#### 用户 DIY 开发专有靶点检测系统

- NanoBRET® Dyes for DIY NanoBRET® TE
- NanoLuc® Cloning Vectors



# 二元复合物形成

## Lumit® Anti-Tag PPI 技术

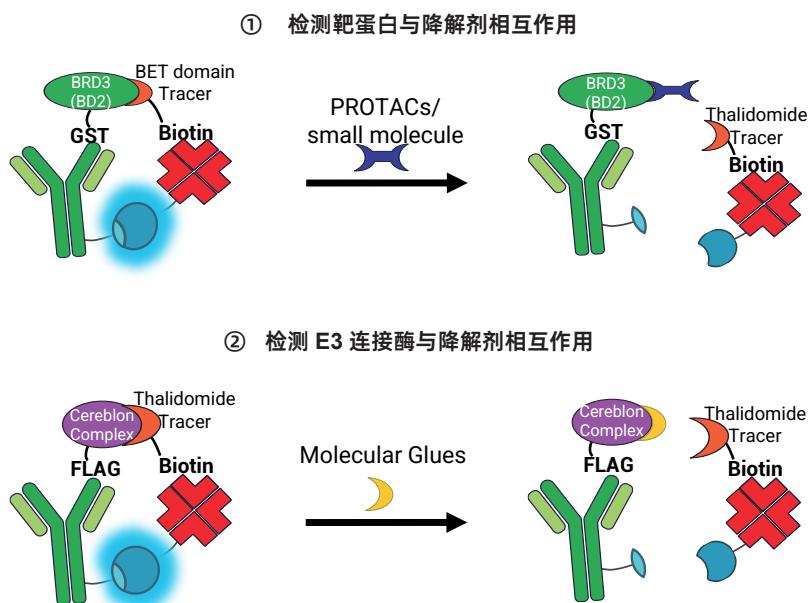
--高灵敏度、生化水平检测蛋白 : 蛋白 / 蛋白 : 小分子相互作用  
均质, 2 小时完成检测, 完美替代 HTRF/AlphaLISA

Lumit® Anti-Tag Protein Interaction Reagents 是用于检测蛋白质 : 蛋白质相互作用或蛋白质 : 小分子相互作用的均质型 (无洗涤步骤) 免疫检测系统。主要应用包括：寻找这些相互作用的抑制剂或筛选调节相互作用的物质，如 PROTACs 等降解剂。

### 技术优势

- 真正基于溶液的检测方法：**简化工作流程，仅需“添加 - 读数”，无需固定或洗涤步骤，节省时间，可以在 120 分钟内完成检测。
- 通用型检测平台：**以商品化纯化蛋白质的常用亲和纯化标签作为直接分析物，例如 6His、GST、FLAG®，生物素以及人 IgG。
- 宽广的动力学范围：**基于生物发光法，检测更灵敏，具有广泛动力学范围。
- 适用于高通量应用：**适用于 384 孔板，使用多功能读板仪即可检测，操作流程简单，实验周期短，非常适合抑制剂筛选。

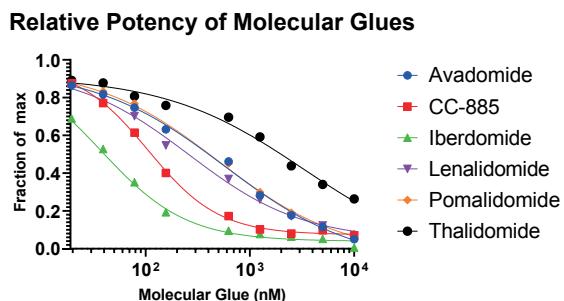
### 技术原理



NanoBiT® 萤光素酶是一种结构互补性报告基因，非常适合进行相互作用研究。NanoBiT® 系统由两个亚基组成：大亚基 (LgBiT；18kDa) 和小亚基 (SmBiT；11 氨基酸肽)，它们可以作为重组融合蛋白表达，或通过化学方法偶联到抗体或其他感兴趣的靶标蛋白上。LgBiT 和 SmBiT 两个亚基之间的自发亲和力较弱，当 LgBiT 和 SmBiT 被融合伴侣蛋白拉近时，它们会形成一个功能性酶，在 Nano-Glo® 底物存在的情况下产生发光信号。

## 应用数据

### 检测分子胶的亲和力



Compound	IC50, nM
Avadomide	575
CC-885	105
Iberdomide	38
Lenalidomide	261
Pomalidomide	498
Thalidomide	3281

图 . 测定分子胶的相对亲和力，我们将其滴定至沙利度胺 - 泊马度胺类 (thalidomide) 示踪剂与 CRBN 的复合物体系中。当分子胶置换示踪剂时，发光信号随之减弱。测得的相对 IC<sub>50</sub> 值与裂解细胞中的靶点结合实验结果呈正相关。

## 检测工具

产品	规格	目录号
Lumit® Anti-6His-LgBiT and Anti-6His-SmBiT	20μl each	W1600
Lumit® Anti-GST-LgBiT and Anti-GST-SmBiT	20μl each	W1620
Lumit® Anti-DYKDDDDK-LgBiT and Anti-DYKDDDDK-SmBiT	20μl each	W1640
Lumit® Streptavidin-LgBiT and Streptavidin-SmBiT	20μl each	W1660
Lumit® Anti-Human IgG-LgBiT and Anti-Human IgG-SmBiT	Please require	
Lumit® Anti-6His-LgBiT	200μl	W1601
Lumit® Anti-6His-SmBiT	200μl	W1611
Lumit® Anti-GST-LgBiT	200μl	W1621
Lumit® Anti-GST-SmBiT	200μl	W1631
Lumit® Anti-DYKDDDDK-LgBiT	200μl	W1641
Lumit® Anti-DYKDDDDK-SmBiT	200μl	W1651
Lumit® Streptavidin-LgBiT	200μl	W1661
Lumit® Streptavidin-SmBiT	200μl	W1671
Lumit® Anti-Human IgG-LgBiT	Please require	
Lumit® Anti-Human IgG-SmBiT	Please require	
	500 assays	VB2010
搭配购买检测试剂：Lumit® Detection Reagent A	5000 assays	VB2020
	50,000 assay	VB2030



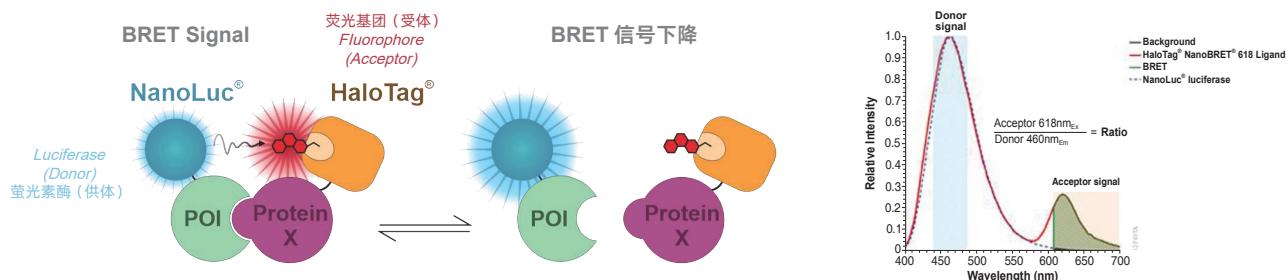
# 三元复合物形成 / 靶蛋白泛素化 / 蛋白酶体募集检测

## NanoBRET® PPI 技术

### --活细胞水平监测蛋白：蛋白相互作用

#### 技术原理

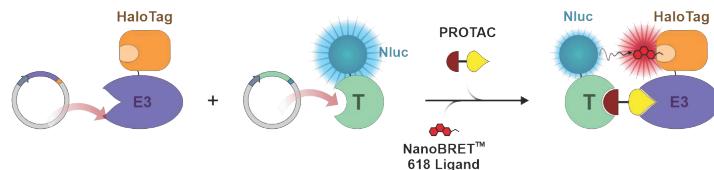
NanoBRET® (Protein Protein Interaction) PPI 技术是基于 NanoLuc® 萤光素酶和 HaloTag® 蛋白标签技术改良的 BRET 检测，用于进行蛋白质间相互作用检测。如下图，将 A 蛋白与 NanoLuc® 萤光素酶融合，作为光信号的供体；B 蛋白与 HaloTag® 蛋白标签融合，通过专用的 HaloTag® 618 荧光配基，给 B 蛋白带上荧光基团，作为光信号的受体。在细胞中共表达两个融合蛋白，如果蛋白 A 和 B 产生相互作用，即可产生 BRET 信号。检测不同蛋白降解研究步骤中的蛋白相互作用，仅需要替换不同的 A 或 B 蛋白即可。



#### 检测三元复合物的形成：

#### Ternary complex formation

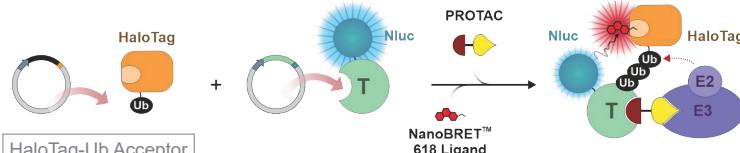
- NanoLuc® -POI A: 目标蛋白
- HaloTag® - POI B: E3 连接酶



#### 检测靶蛋白泛素化：

#### Target ubiquitination

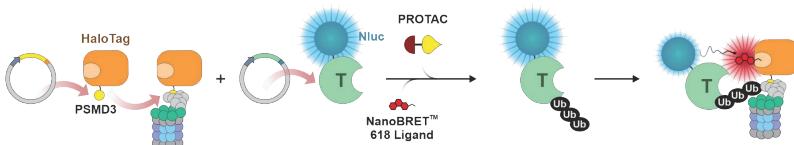
- NanoLuc® -POI A: 目标蛋白
- HaloTag® - POI B: 泛素蛋白



#### 检测蛋白酶体募集：

#### Proteasomal recruitment

- NanoLuc® -POI A: 目标蛋白
- HaloTag® - POI B: PSMD3 (26S 蛋白酶体调节亚基 3)



## 应用数据

### 三元复合物形成的实时监测

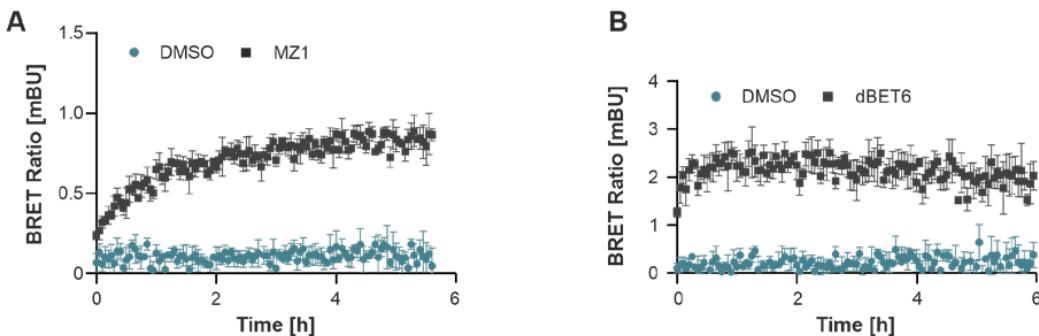


图 . 分别使用 PROTACs MZ-1 (1  $\mu$ M) 或 dBET6 (0.1  $\mu$ M) 进行相关处理后, 测定内源性标记的 HiBiT-BRD4 与异位表达的 HaloTag<sup>®</sup>-VHL (图 A) 和 HaloTag<sup>®</sup>-CRBN (图 B) 之间三元复合物的形成情况。使用 NanoBRET<sup>®</sup> Kinetic Detection System 记录 6 小时内的相关数据。

### 检测 PROTAC 诱导靶点泛素化的效能

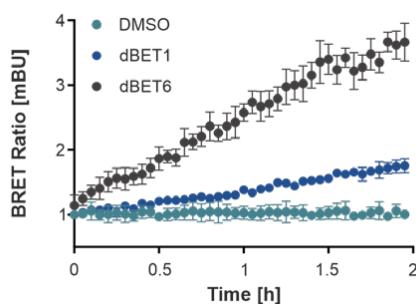


图 . PROTAC-dBET1 (1  $\mu$ M) 和 dBET6 (0.1  $\mu$ M) - 处理后异位表达的 HiBiT-BRD4 的泛素化 - 通过 NanoBRET<sup>®</sup> 进行检测。相较于 dBET1, dBET6 的泛素化信号增加速度更快, 强度更高, 尽管其浓度比 dBET1 低 10 倍。

### 多泛素化靶蛋白的蛋白酶体募集研究

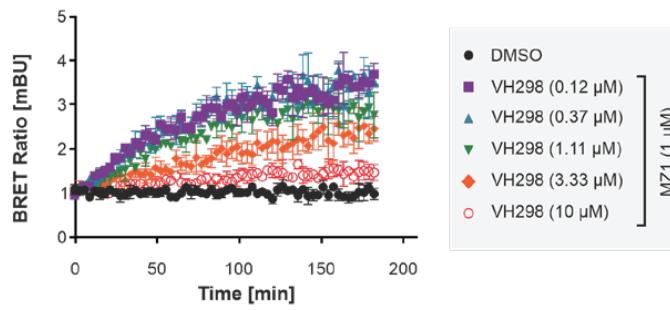


图 . 使用 PROTAC MZ-1 (1  $\mu$ M) 进行处理后, 26S 蛋白酶体中 HiBiT-BRD4 募集的时间过程分析。与母体化合物 VH298 (即 MZ-1 的 VHL 识别域) 共处理结果证实了本检测的特异性。由于 MZ-1 被竞争性置换, BRET 信号随 VH298 浓度的增加而降低。

## 检测工具

检测类型	产品	规格 (96 孔板)	目录号
NanoBRET <sup>®</sup> 三元复合物	NanoBRET <sup>®</sup> CRBN Ternary Complex Starter Kit	200 assays	ND2720
	NanoBRET <sup>®</sup> VHL Ternary Complex Starter Kit	200 assays	ND2700
NanoBRET <sup>®</sup> 泛素化	NanoBRET <sup>®</sup> Ubiquitination Starter Kit	200 assays	ND2690
NanoBRET <sup>®</sup> 蛋白酶体募集	NanoBRET <sup>®</sup> Proteasomal Recruitment Starter Kit	200 assays	ND2730
	HaloTag <sup>®</sup> -CRBN Fusion Vector	20 $\mu$ g	N2691
NanoBRET <sup>®</sup> HaloTag <sup>®</sup> 融合蛋白载体	HaloTag <sup>®</sup> -VHL Fusion Vector	20 $\mu$ g	N2731
	HaloTag <sup>®</sup> -Ubiquitin Fusion Vector	20 $\mu$ g	N2721
	HaloTag <sup>®</sup> -PSMD3Fusion Vector	20 $\mu$ g	N2701

# 三元复合物形成 / 靶蛋白泛素化检测

## Lumit® Anti-Tag PPI 技术

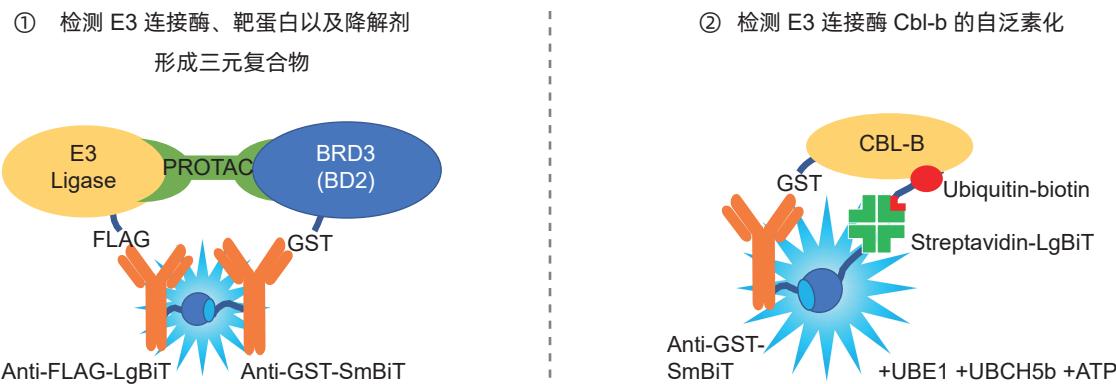
--高灵敏度、生化水平检测蛋白 : 蛋白 / 蛋白 : 小分子相互作用  
均质, 2 小时完成检测, 完美替代 HTRF/AlphaLISA

Lumit® Anti-Tag Protein Interaction Reagents 是用于检测蛋白质 : 蛋白质相互作用或蛋白质 : 小分子相互作用的均质型 (无洗涤步骤) 免疫检测系统。主要应用包括：寻找这些相互作用的抑制剂或筛选调节相互作用的物质，如 PROTACs 等降解剂。

### 技术优势

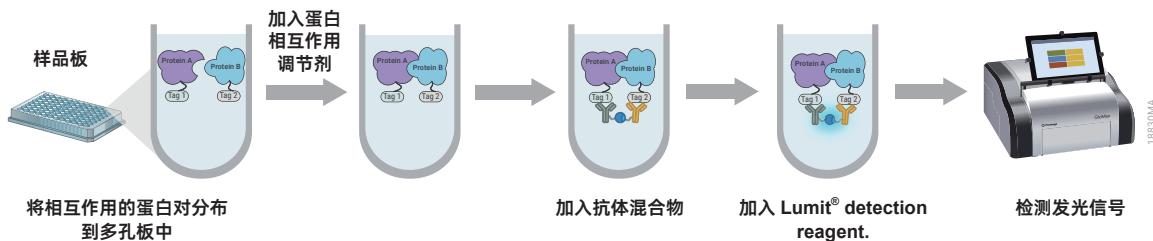
- 真正基于溶液的检测方法：**简化工作流程，仅需“添加 - 读数”，无需固定或洗涤步骤，节省时间，可以在 120 分钟内完成检测。
- 通用型检测平台：**以商品化纯化蛋白质的常用亲和纯化标签作为直接分析物，例如 6xHis、GST、FLAG®，生物素以及人 IgG。
- 宽广的动力学范围：**基于生物发光法，检测更灵敏，具有广泛动力学范围。
- 适用于高通量应用：**适用于 384 孔板，使用多功能读板仪即可检测，操作流程简单，实验周期短，非常适合抑制剂筛选。

### 技术原理



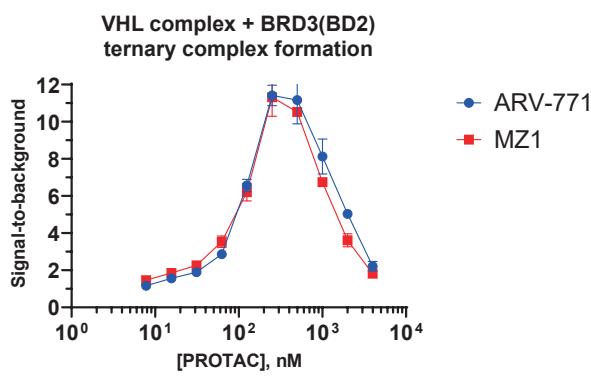
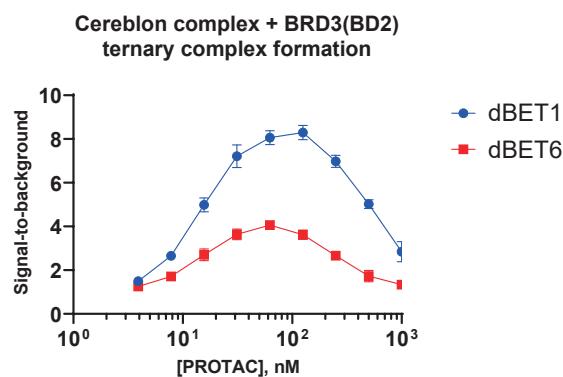
NanoBiT® 萤光素酶是一种结构互补性报告基因，非常适合进行相互作用研究。NanoBiT® 系统由两个亚基组成：大亚基 (LgBiT；18kDa) 和小亚基 (SmBiT；11 氨基酸肽)，它们可以作为重组融合蛋白表达，或通过化学方法偶联到抗体或其他感兴趣的靶标蛋白上。LgBiT 和 SmBiT 两个亚基之间的自发亲和力较弱，当 LgBiT 和 SmBiT 被融合伴侣蛋白拉近时，它们会形成一个功能性酶，在 Nano-Glo® 底物存在的情况下产生发光信号。

## 检测流程



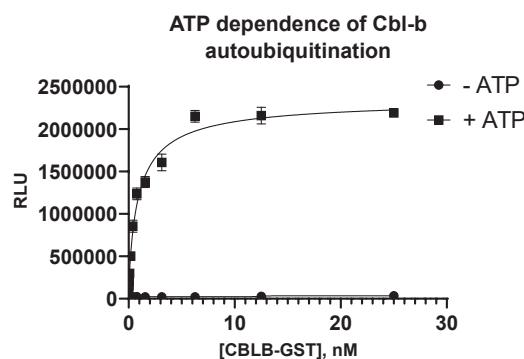
## 应用数据

### 监测三元复合物的形成



上图 . 以 BRD3 (BD2) 为靶蛋白, 使用抗 FLAG-LgBiT 和抗 GST-SmBiT 的 Lumit® Anti-Tag Reagent 监测了 PROTAC 介导的三元复合物 (cereblon 复合物和 VHL 复合物) 形成。

### 监测 E3 连接酶的自泛素化



左图 . 使用 Lumit® Anti-Tag Reagent 监测 E1、E2 和 ATP 存在情况下 E3 连接酶 Cbl-b 的自泛素化水平。在 ATP 存在情况下将 Cbl-b 与泛素激活蛋白 (UBE1) 和泛素结合蛋白 (UBCH5b) 共同孵育。并使用 Streptavidin-LgBiT 和抗 GST-SmBiT 监测了泛素化水平。与对照 (无 ATP) 条件相比, 检测窗口约为 70 倍。

## 检测工具

### 见 P13 二元复合物形成检测



# 细胞功能性分析

## 细胞活力、凋亡和毒性检测工具列表

方法	检测工具	检测信号
细胞活力检测	ATP 法裂解性检测	CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay 简称 CTG, 细胞活力检测“金标准”, 10 分钟快速检测, 最灵敏
		CellTiter-Glo® 2.0 Assay 单一试剂, 试剂稳定性强, 适合批量样本
		CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay 裂解性更强, 专用于 3D 培养样本
	活细胞还原酶	RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay 72 小时实时监测
	活细胞蛋白酶	CellTiter-Fluor™ Cell Viability Assay
	线粒体脱氢酶	CellTiter-Blue® Cell Viability Assay CellTiter 96® AQ <sub>ueous</sub> One Solution Cell Proliferation Assay 升级版 MTS
细胞凋亡	Ki-67	Lumit® hKi-67 Immunoassay for Cell Proliferation
	PS 膜外翻	RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay
	Caspase-3/7 活性	Caspase-Glo® 3/7 Assay 高灵敏度, 适用于高通量检测
细胞毒性检测	LDH (乳酸脱氢酶) 释放	LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay 高灵敏度, 可少量多次取样动态监测 CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay 经典方法, 比放射性检测更安全, 海量文献支持
	膜破裂后的 DNA 荧光染色	CellTox™ Green Cytotoxicity Assay 专利荧光染料结合 DNA 双链, 对细胞无毒性作用
		CellTox™ Green Express Cytotoxicity Assay

### 细胞代谢检测工具

- 高灵敏度、宽线性范围的生物发光检测法；
- 简单的“加入 - 混合 - 检测”操作模式，支持 384 孔板高通量检测；
- 兼容 2D / 3D 培养样本；
- 同一样品中可检测多种代谢物，并且可联合细胞活力等检测试剂进行多重叠加检测。

我们可以提供以下细胞代谢靶标检测试剂盒：

糖代谢	氨基酸代谢	脂代谢	氧化应激	线粒体功能	辅因子
葡萄糖摄取	谷氨酰胺	甘油三酯	谷胱甘肽	ATP	NAD/NADH
葡萄糖	谷氨酸	甘油	谷胱甘肽 / 还原型谷胱甘肽	苹果酸	NADP/ NADPH
乳酸	支链氨基酸	胆固醇	ROS	丙酮酸	NAD(P)H
糖原			胆固醇酯		
胰高血糖素			β- 羟基丁酸		
胰岛素					

### Lumit® 细胞因子检测工具

- 无需 ELISA 和 WB 繁琐操作
- 免洗、仅需“加入 - 读取”
- 最低 70min 即可完成检测
- 支持 96/384 孔板高通量检测
- 提供基于 Lumit® 免疫检测技术的 16+ 细胞因子即用型试剂盒：

- |               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| • 人 / 鼠 HMGB1 | • 人 IL-2  | • 人 TGF-β1       |
| • 人 IFN-γ     | • 人 IL-4  | • 人 TNF-α        |
| • 人 IFN-β     | • 人 IL-6  | • 人 IL-1β        |
| • 人 VEGF-A    | • 人 IL-8  | • 人 IL-18        |
| • 人 IL-17A    | • 人 IL-10 | • 人 Active IL-18 |
| • 人 MCP-1     | • 人 IL-12 |                  |



下载细胞健康  
解决方案



下载细胞代谢  
解决方案



下载 Lumit®  
细胞因子手册

# 降解表型研究

# HaloPROTAC3

--快速、高效了解和表征新靶标降解后表型

技术原理及流程

在开发 PROTAC 前，通常需要确定合适的靶点，将其敲除后，可获得目标表型。HaloPROTAC3 可通过介导 HaloTag® (HT) 融合蛋白的 VHL 介导的泛素化途径进行靶向降解，来轻松实现对降解表型的评价。

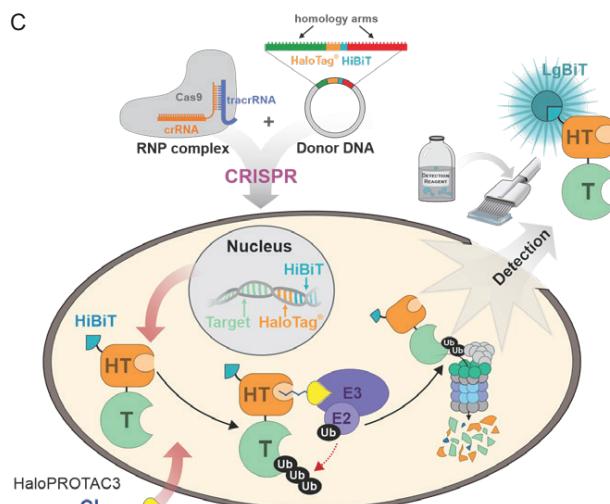
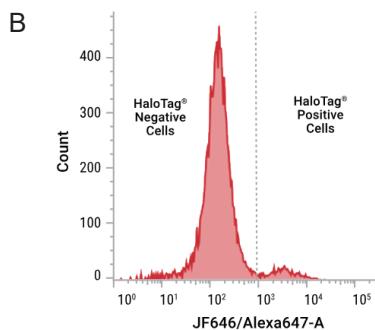
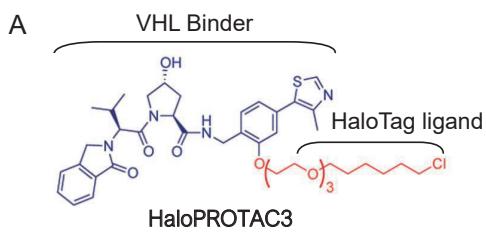


图 A. HaloPROTAC3 一端是 VHL 结合域，另一端与 Halotag 共价结合。图 B. 使用 CRISPR 技术将 HiBiT-HaloTag 标签敲入靶蛋白内源基因中，利用 Halotag 的 JF646 荧光配基，使用荧光激活细胞分选法（FACS），对细胞进行阳性克隆的分选和富集（图 C）。HaloPROTAC3 进入细胞后可以结合 Halotag 融合表达的靶蛋白，使其通过通过 VHL 介导的泛素化途径降解，使用 HiBiT 蛋白标签可检测靶蛋白的降解。

## 检测工具

产品	规格	目录号
HaloPROTAC3, 2.5 mM	20 µl	GA3110
Ent-HaloPROTAC3, 2.5 mM(Negative Control)	20 µl	GA4110
Janelia Fluor® 646 HaloTag® Ligand	5 µg 3x 5 µg	GA1120 GA1121

# Targeted Protein Degradation

<https://www.promega.com.cn/applications/small-molecule-drug-discovery/protein-degradation-drug-discovery/>



关注 Promega 生命科学公众号，您可获得



产品信息



价格查询



中文说明书



讲座视频



技术资料



实验工具



市场活动



经销商信息

普洛麦格(北京)生物技术有限公司  
Promega (Beijing) Biotech Co., Ltd

地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 907-909

电话：010-58256268

网址：[www.promega.com](http://www.promega.com)

技术支持电话：400 810 8133

技术支持邮箱：[chinatechserv@promega.com](mailto:chinatechserv@promega.com)

更新时间：2025.07