

免洗检测细胞裂解物中的目标蛋白

Lumit[®] Immunoassay Cellular Systems

无需洗涤

快速且灵敏，~2 小时出结果

应用范围广

激酶信号通路、靶蛋白降解

50 种 + 预验证靶标

提供相关应用说明，快速开展实验

检测系统是如何工作的？

Lumit[®] Immunoassay Cellular System 是一种免洗的生物发光免疫检测法，当与合适的一抗对结合使用时，可检测细胞裂解物中靶标分析物的水平。该系列检测系统中包含 Lumit[®] 二抗，分别针对兔、小鼠或山羊，并与 NanoBiT[®] 亚基 SmBiT 和 LgBiT 相偶联（图 1）。

在多孔板中，将接种的细胞裂解，并通过添加包含两种针对分析物的一抗（用户提供）的抗体混合物以及相应的 Lumit[®] 二抗来检测靶标分析物。一抗 / Lumit[®] 二抗复合物与其相应表位的结合使 SmBiT 和 LgBiT 紧密靠近，并形成了有活性的 NanoLuc[®] 萤光素酶，该酶产生的光与靶标分析物的量成正比（图 1）。

检测系统的特点

- **单板模式：** 没有洗涤步骤。无需去除培养基或将裂解物转移到新的孔板。
- **简单快速：** 步骤比 Western Blot、ELISA 或基于荧光的方法更少。
- **适用范围广：** 只要有合适的一抗（小鼠，兔或山羊），就可适用于检测任何感兴趣的细胞分析物，包括磷酸化蛋白。
- **快速开始：** 为许多常见的细胞靶标提供了经过验证的中文操作方案。

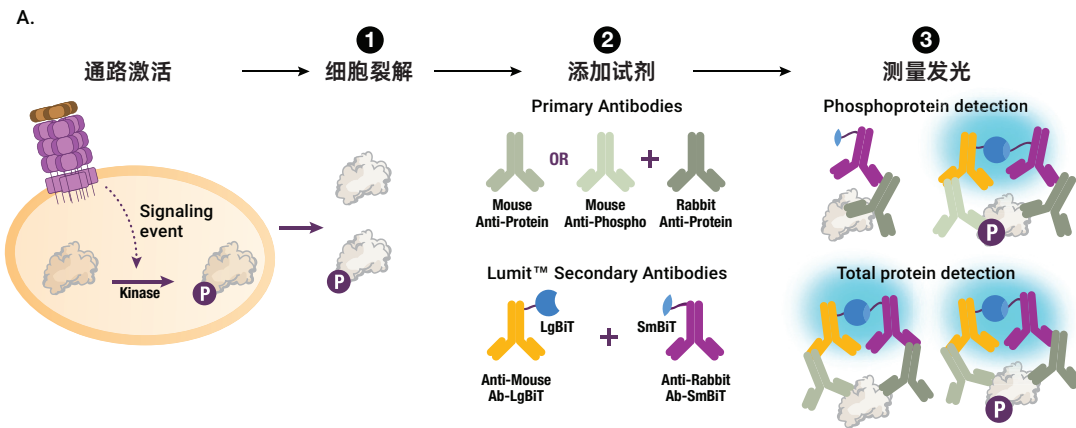


图 1. Lumit[®] Immunoassay Cellular System 的原理。处理后，裂解细胞中的磷酸化或总靶蛋白被各自的一抗对识别。然后，Lumit[®] 二抗识别其同源一抗，从而使 LgBiT 和 SmBiT 紧密靠近，并形成可产生明亮发光信号的有功能的酶。

简单的免洗操作步骤

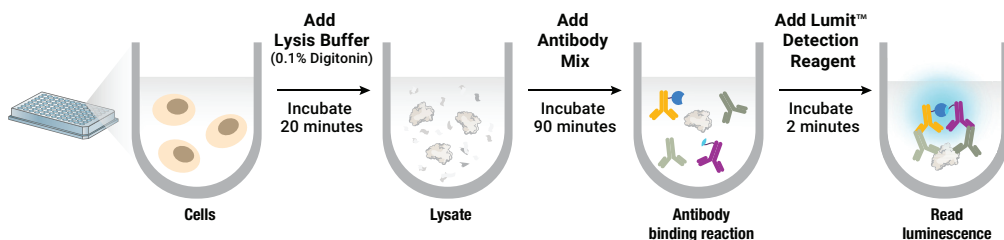


图 2. Lumit[®] Immunoassay 是终点法均质检测；细胞裂解、抗体与靶标的结合以及发光的产生均发生在溶液中，无需转移或洗涤步骤。

定量的蛋白检测

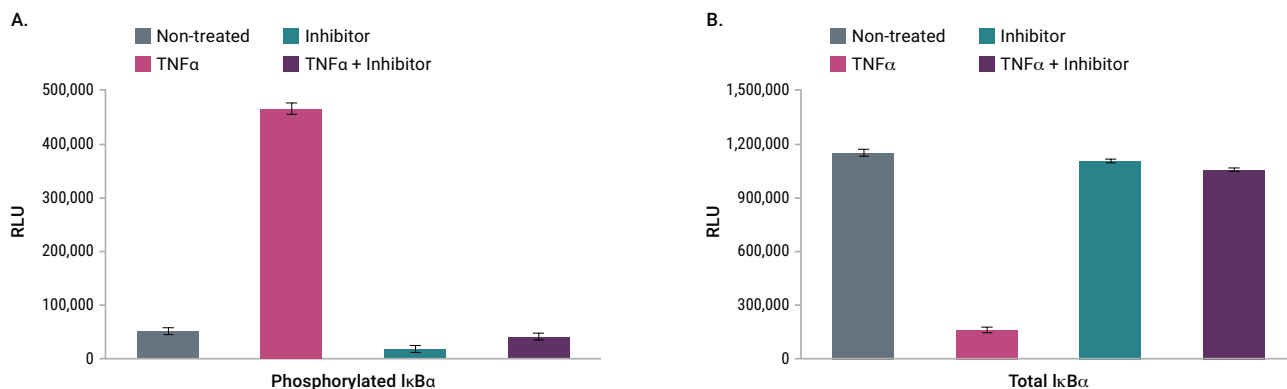


图 3. NF-κB 信号通路中总蛋白和磷酸化靶蛋白的检测。接种的 MCF-7 细胞 (50,000) 用 IKK16 (10μM, 1 小时) 预处理, 然后用 TNFα (20ng / ml) 处理 30 分钟。A. 用 MG132 (20μM, 1 小时) 预处理细胞, 然后使用 Lumit® Immunoassay 和 150ng/ml 的下列抗体检测磷酸化的 IκBα: 小鼠抗 IκBα (Cell Signaling Technology Cat. # 4814) 和兔抗 phospho-IκBα (Cell Signaling Technology Cat. # 2859)。B. 使用 150ng/ml 的下列抗体测量总 IκBα 水平: 小鼠抗 IκBα (Cell Signaling Technology Cat. # 4814) 和兔抗 IκBα (Cell Signaling Technology Cat. # 4812)。

了解 Lumit® Immunoassay Cellular System 更多信息, 请访问:
www.promega.com/LumitCellularSystem

订购信息

产品	规格	目录号
Lumit® Immunoassay Cellular System - Starter Kit	200 assays	W1220
	100 assays	W1201
Lumit® Immunoassay Cellular System - Set 1	1,000 assays	W1202
	10,000 assays	W1203
	100 assays	W1331
	1,000 assays	W1332
Lumit® Immunoassay Cellular System - Set 2	10,000 assays	W1333
	100 assays	W1231
Lumit® Immunoassay Lysis and Detection Kit	1,000 assays	W1232
	10,000 assays	W1233
	30μl	W1021
Lumit® Anti-Mouse Ab-LgBiT	300μl	W1022
	30μl	W1031
Lumit® Anti-Rabbit Ab-SmBiT	300μl	W1032
	30μl	W1041
Lumit® Anti-Rabbit Ab-LgBiT	300μl	W1042
	30μl	W1051
Lumit® Anti-Mouse Ab-SmBiT	300μl	W1052
	30μl	W1061
Lumit® Anti-Goat Ab-LgBiT	300μl	W1062
	30μl	W1071
Lumit® Anti-Goat Ab-SmBiT	300μl	W1072

经过验证的靶标列表：

提供了预验证靶标的应用说明列表，以节省检测时间和人力。应用说明包含靶标特异性操作步骤、代表性数据以及使用的市售抗体信息。

细胞信号通路分析系列

Human Cellular Target	Signaling Pathway	Lumit [®] Immunoassay Cellular System (Cat.#)	Application Note
Phospho-4E-BP1 (Ser 65)	mTor	Set 2 (W1331)	点击下载
NEW AKT	PI3K/mTOR/AKT	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-AKT (Ser 473)	PI3K/mTOR/AKT	Set 1 (W1201)	点击下载 *
BCL6	B-cell signaling	Set 1 (W1201)	点击下载
β-catenin (Human)	WNT	Set 2 (W1331)	点击下载
Phospho-β-catenin (Thr 41/Ser 45)	WNT	Set 2 (W1331)	点击下载
NEW Burton's Tyrosine Kinase (BTK)	B-cell Receptor (BCR)	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-BTK (Tyr 223)	B-cell Receptor (BCR)	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-CHK1 (Ser 317)	DDR Pathway	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-c-Jun (Ser 63)	JNK	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-c-MET (Tyr 1234/1235)	c-MET	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-c-MET (Tyr 1349)	c-MET	Set 1 (W1201)	点击下载
CREB	PKA/CREB	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-CREB (Ser 133)	PKA/CREB	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-EGFR (Tyr 1068)	EGFR	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-EGFR (Tyr 1173)	EGFR	Set 1 (W1201)	点击下载
ER (Estrogen Receptor)	Estrogen	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-ERK1 (Thr 202)	ERK	Set 1 (W1201)	点击下载 *
NEW Phospho-GSK1-3β (Ser 9)	GSK-3β	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-H2AX	DDR Pathway	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-HER2 (Tyr 1196)	HER2	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-HER2 (Tyr 1221/1222)	HER2	Set 1 (W1201)	点击下载
IκBα	NF-κB	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-IκBα (Ser 32)	NF-κB	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-JNK (Thr 183/Tyr 185)	JNK	Set 1 (W1201)	点击下载 *
p65	NF-κB	Set 2 (W1331)	点击下载 *
Phospho-p65 (Ser 536)	NF-κB	Set 2 (W1331)	点击下载 *
Rb (Retinoblastoma Tumor Suppressor)	Cell Cycle	Set 2 (W1331)	点击下载
Phospho-Rb (Retinoblastoma Tumor Suppressor) (Ser 780)	Cell Cycle	Set 2 (W1331)	点击下载
Phospho-Rb (Retinoblastoma Tumor Suppressor) (Ser 807/811)	Cell Cycle	Set 2 (W1331)	点击下载

细胞信号通路分析系列 (续)

Human Cellular Target	Signaling Pathway	Lumit [®] Immunoassay Cellular System (Cat.#)	Application Note
NEW Ribosomal Protein S6	PI3K/mTOR/AKT	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Phospho-Ribosomal Protein S6 (Ser 240/244)	PI3K/mTOR/AKT	Set 1 (W1201)	点击下载
Smad1	BMP	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-Smad1 (Ser 463/465)	BMP	Set 1 (W1201)	点击下载
Smad2	TGF-β	Set 2 (W1331)	点击下载
Phospho-Smad2 (Ser 465/467)	TGF-β	Set 2 (W1331)	点击下载
STAT1	JAK/STAT	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-STAT1 (Tyr 701)	JAK/STAT	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-STAT1 (Ser 727)	JAK/STAT	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-STAT2 (Tyr 690)	JAK/STAT	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW STAT 3	JAK/STAT	Set 1 (W1201)	点击下载
Phospho-STAT 3 (Tyr 705)	JAK/STAT	Set 1 (W1201)	点击下载

* 使用 Lumit[®] Lysis Buffer II 的新的裂解操作指导

靶蛋白降解系列

Human Cellular Target	Signaling Pathway	Lumit [®] Immunoassay Cellular System (Cat.#)	Application Note
NEW AKT	PROTAC MS-21	Set 1 (W1201)	点击下载
B-cell lymphoma 6 protein (BCL-6)	BI-3802	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW BRD4	PROTACs ARV-771, dBET6	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW Burton's Tyrosine Kinase (BTK)	PROTAC MT-802	Set 1 (W1201)	点击下载
ER (Estrogen Receptor)	Fulvestrant	Set 1 (W1201)	点击下载
NEW SMARCA2 (BRM)	PROTAC ACBI-1	See Application Note for details	点击下载
NEW SMARCA4 (BRG1)	PROTAC ACBI-1	Set 2 (W1331)	点击下载
NEW STAT3	PROTAC SD-36	Set 1 (W1201)	点击下载

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

技术支持电话: 400 810 8133

技术支持邮箱: chinatechserv@promega.com

更新时间: 2025.07

关注
Promega



联系
授权经销商

