

简单、快速、无需洗涤的免疫检测

Lumit™ Immunoassay Labeling and Detection Kits

检测系统是如何工作的？

Lumit™ Immunoassays 是利用 HaloTag® 技术将 NanoBiT® 的大小亚基 (SmBiT 和 LgBiT) 对抗体或蛋白进行化学标记。在分析物存在的情况下，两种抗体极度靠近，使得 SmBiT 和 LgBiT 结合而形成一种有活性的酶，该酶可产生与分析物浓度成正比的明亮的发光信号 (图 1)。

检测系统的优势：

- “加样 - 混合 - 读数” 的检测模式，无需洗涤步骤
- 检测可直接在细胞中进行
- 基于溶液的检测：无需固定在板子、磁珠或其他固相表面
- 快速：整个过程仅需 30-120 分钟
- 简单的基于生物发光的检测
- 检测灵敏度高，线性范围宽

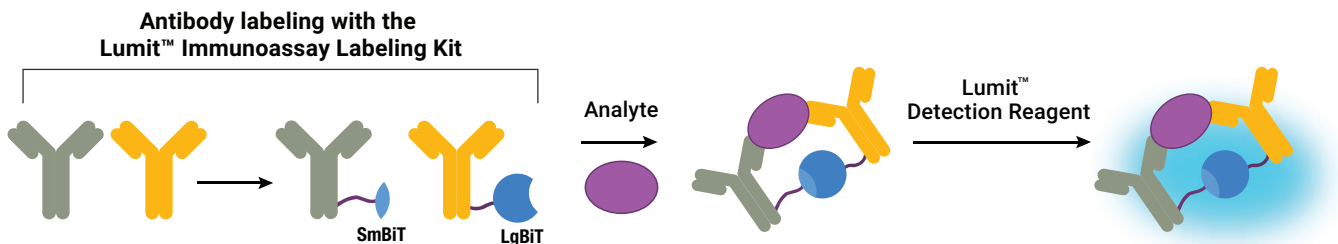


图 1. Lumit™ Immunoassays 原理

首先，通过一个两步的过程将抗体或蛋白标记上 HaloTag® 配基。随后标记了配基的抗体或蛋白与 HaloTag®-LgBiT 或 HaloTag®-SmBiT 融合蛋白孵育，形成抗体-HaloTag®-LgBiT 或抗体-HaloTag®-SmBiT 的共价结合物 (图 2)。

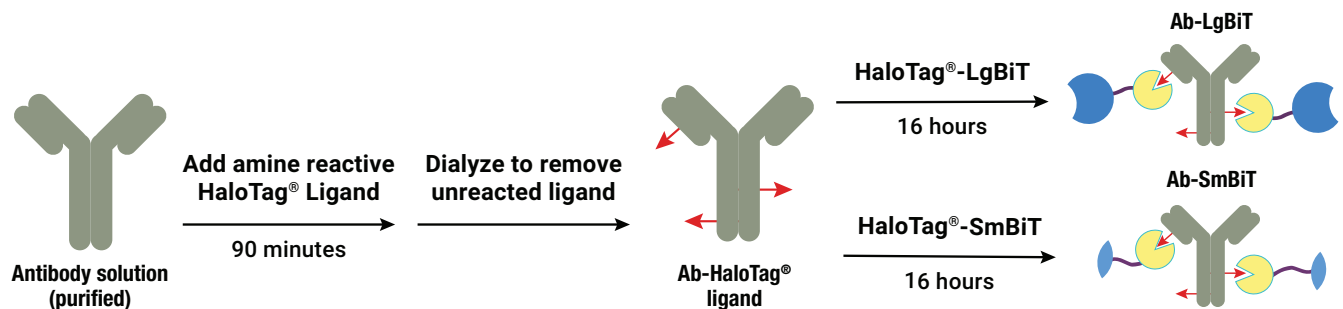
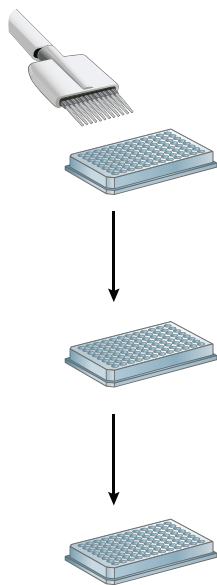


图 2. HaloTag®-LgBiT 或 HaloTag®-SmBiT 标记抗体的原理

Lumit™ Detection Reagents 是专门为检测 Lumit™ Immunoassays 的发光信号而设计：

- Lumit™ Detection Reagent A 用于生化检测和细胞裂解物检测
- Lumit™ Detection Reagent B 用于 1) 含有胎牛血清 (FBS) 的细胞培养上清液检测
2) 细胞培养物直接检测 (包含培养基和细胞)

免疫检测流程：以生化检测流程为例



1. 加入 20μL Ab1-HaloTag®-LgBiT
2. 加入 20μL Ab2-HaloTag®-SmBiT
3. 加入 20μL 样品
4. 孵育 30-120 分钟
5. 加入 20μL Lumit™ Immunoassay Detection Reagent A
6. 读数

了解 Lumit™ Immunoassay Labeling and Detection Kits 更多信息，请访问

www.promega.com.cn/products/immunoassay-elisa/lumit-immunoassays/lumit-immunoassay-labeling-kit-and-detection-reagents/

订购信息

产品	组分	规格	目录号
Lumit™ Immunoassay Labeling Kit*	HaloTag® Ligand, 20μl IGEPAL CA-630, 100μl Lumit™ HaloTag®-LgBiT, 350μl Lumit™ HaloTag®-SmBiT, 350μl	Each	VB2500
Lumit™ Immunoassay Detection Reagent A	Lumit™ Detection Substrate A, 200μl Lumit™ Immunoassay Buffer A, 10X, 10ml	500 assays	VB2010
	Lumit™ Detection Substrate A, 2 x 1ml Lumit™ Immunoassay Buffer A, 10X, 100ml	5,000 assays	VB2020
	Lumit™ Detection Substrate A, 5 x 4ml Lumit™ Immunoassay Buffer A, 10X, 10 x 100ml	50,000 assays	VB2030
Lumit™ Immunoassay Detection Reagent B	Lumit™ Detection Substrate B, 160μl Lumit™ Detection Buffer B, 3.2ml	100 assays	VB4050
	Lumit™ Detection Substrate B, 1.25ml Lumit™ Detection Buffer B, 25ml	1,000 assays	VB4060

* 试剂盒可用于将 250μg 抗体用 HaloTag®-SmBiT 标记，以及将 250μg 抗体用 HaloTag®-LgBiT 标记。

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(手机拨打)

技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com

印刷时间：2020.11



欢迎关注 Promega 官方微信