

Lumit[®] 快速细胞因子免疫检测系统

Lumit[®] Cytokine Immunoassay

最低 70 分钟

即可完成检测操作

免洗

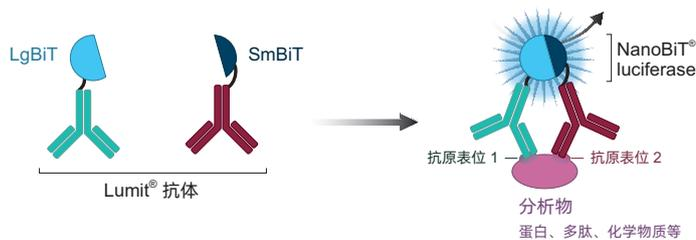
只需加入和读取

高通量

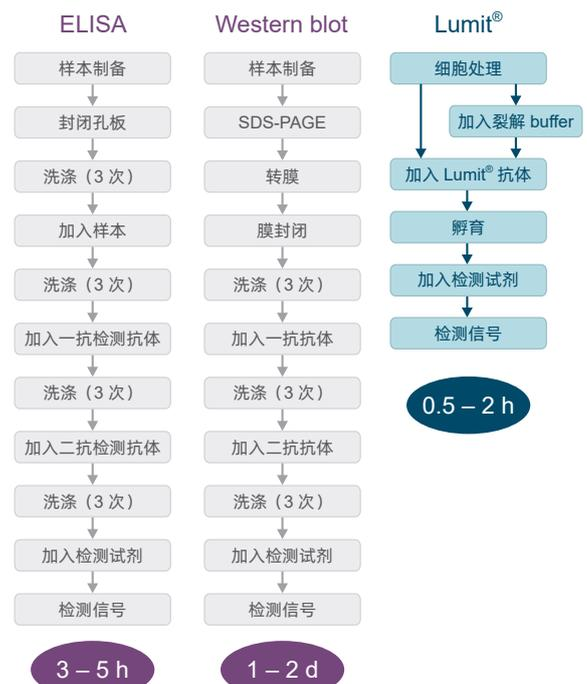
支持 384 孔板

生物发光法原理，高灵敏度至 pg/ml

Lumit[®] 细胞因子免疫检测系统是基于 NanoBiT[®] 蛋白互补技术。其中，抗体分别用 NanoLuc[®] 萤光素酶的大小亚基（称为 LgBiT 和 SmBiT）进行标记。在分析物存在的情况下，两种抗体非常接近，从而使 SmBiT 和 LgBiT 重组形成有活性的 NanoLuc[®] 萤光素酶，在底物（Furimazine）存在时产生与待测分析物水平成正比的发光信号。



无需 ELISA 和 WB 繁琐操作

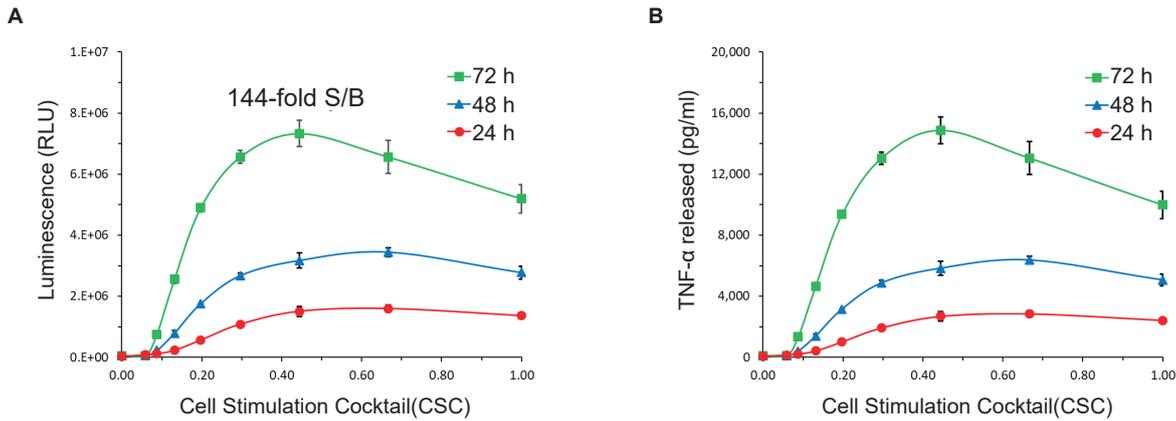


- **线性范围宽：**大于 3 个数量级（ELISA 方法约 2 个数量级），减少了对样品稀释的需求；
- **高灵敏度：**LOD < 10 pg/ml；
- **可定量：**配有标准品，可制作标准曲线进行定量检测；
- **均质型检测：**适用于培养的细胞，可直接将试剂加入到处理后的细胞中；
- **适合高通量：**可在 384 孔板进行检测，具有优异的统计学性能 (CVs < 10%，Z' 值 > 0.68)；
- **操作流程简单：**最低 70 分钟完成检测，无需洗涤；
- **对仪器无复杂要求：**具有发光检测功能的读板仪即可。

应用数据展示

宽广的动态范围减少了对样品稀释的需求

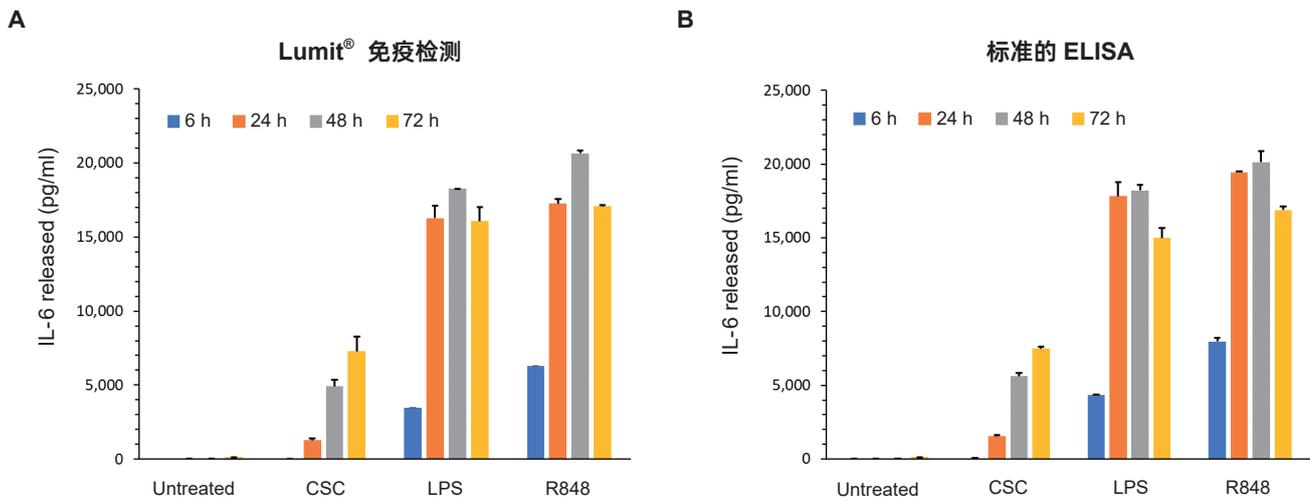
实验产品：TNF α 细胞因子检测试剂盒



上图：使用 CSC (1XCSC = 80nM PMA + 1.34 μ M ionomycin) 处理人的 PBMC 细胞 (10^5 /孔)。在 96 孔板中直接将检测试剂加入至处理后的细胞中。数据采用标准曲线拟合与四参数 logistic 拟合。检测灵敏度和宽广的线性范围可在非常广泛的生物学应答范围内 (B) 产生与释放的细胞因子水平成正比 (A) 的信号。

快速定量检测 PBMC 释放的细胞因子

实验产品：IL-6 细胞因子检测试剂盒



上图：使用 Lumit[®] IL-6 Detection Immunoassay 和标准 ELISA IL-6 试剂盒同时测定 6 小时，24 小时，48 小时和 72 小时的 IL-6 细胞因子的释放。结果显示，Lumit[®] Immunoassay 获得的定量检测数据与 ELISA 获得的结果一致。但 Lumit[®] 检测系统操作更为简单，无需洗涤，无需进行样本稀释，整个过程仅需 70 分钟。

产品列表

产品名称	线性范围	检测限 *	目录号 **
Lumit [®] HMGB1 (Human) Immunoassay	4 ng/ml – 1,000 ng/ml	1 ng/ml	W6110
Lumit [®] HMGB1 (Mouse) Immunoassay	3 ng/ml – 2,187 ng/ml	3 ng/ml	W6110
Lumit [®] IFN-β (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	5.3 pg/ml	W1810
Lumit [®] IFN-γ (Human) Immunoassay	7.3 pg/ml – 10 ng/ml	1.7 pg/ml	W6040
Lumit [®] IL-1β (Human) Immunoassay	22 pg/ml – 40 ng/ml	10 pg/ml	W6010
Lumit [®] IL-1β (Mouse) Immunoassay	11 pg/ml – 20 ng/ml	8 pg/ml	W7010
Lumit [®] IL-2 (Human) Immunoassay	28.2 pg/ml – 25 ng/ml	11.2 pg/ml	W6020
Lumit [®] IL-4 (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	6.7 pg/ml	W6060
Lumit [®] IL-6 (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	7.5 pg/ml	W6030
Lumit [®] IL-8 (Human) Immunoassay	7.29 pg/ml – 10,000 pg/ml	1.7 pg/ml	W1460
Lumit [®] IL-10 (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	7.4 pg/ml	W6070
Lumit [®] IL-12 p70 (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	10.4 pg/ml	W1850
Lumit [®] IL-17A (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	3 pg/ml	W1430
Lumit [®] Active IL-18 (Human) Immunoassay	11 pg/ml – 20 ng/ml	≤10 pg/ml	Please inquire
Lumit [®] TNF-α (Human) Immunoassay	18.2 pg/ml – 25 ng/ml	2.9 pg/ml	W6050
Lumit [®] VEGF-A (Human) Immunoassay	17.3 pg/ml – 75 ng/ml	4.8 pg/ml	W1880

** Limit of Detection* 检测限 (LOD) 按背景值的三倍标准差计算

** 仅展示 100 assays 规格的目录号, 有 500 assays 和 1000 assays 的规格可供选择

www.promega.com/products/immunoassay-elisa/lumit-immunoassays/



关注 Promega 微信公众号



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

技术支持电话: 400 810 8133

技术支持邮箱: chinatechserv@promega.com

更新时间: 2026.02