



Lumit™ Immunoassay Cellular System 应用说明

细胞通路分析系列

总 B 细胞淋巴瘤 6 蛋白 (BCL-6)

Lumit™ 免疫检测细胞系统:

Lumit™ 免疫检测细胞系统是一种均质的生物发光检测方法，可与适当的一抗抗体对配合用于测定细胞裂解物中靶蛋白的水平 (1)。该系统整合了免疫检测技术和 NanoBiT® 技术 (2)。在 Lumit™ 免疫检测细胞系统中，NanoBiT® 亚基 (SmBiT 和 LgBiT) 分别与一对针对不同种属 (抗兔、抗小鼠或抗山羊) 的二抗相偶联。使用与 Lumit™ 兼容的裂解液在多孔板中裂解接种的细胞，并通过加入含有两个抗靶蛋白的一抗以及 Lumit™ 二抗抗体的混合物，检测靶蛋白。一抗 / Lumit™ 二抗复合物与其对应表位的结合，使得 NanoBiT® 亚基相互靠近而形成可产生发光的有活性的 NanoLuc® 萤光素酶，测得的发光信号与靶蛋白量成正比 (图 1)。

1. Hwang, B. et al. (2020) A homogeneous bioluminescent immunoassay approach to probe cellular signaling pathway regulation. Commun Biol 3, 8. doi:10.1038/s42003-019-0723-9.
2. Dixon, A. S. et al. (2016) NanoLuc Complementation Reporter Optimized for Accurate Measurement of Protein Interactions in Cells. ACS Chem Biol 11, 400-408.

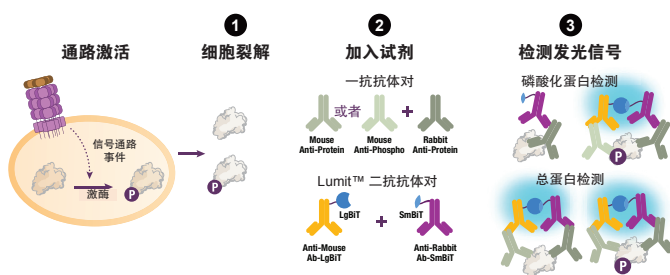


图 1. Lumit™ 细胞免疫检测图示。 当一抗抗体对含有磷酸化特异性抗体时，发光信号反映靶蛋白磷酸化水平 (上部图示)。检测总蛋白水平时，除两种一抗均识别靶蛋白上的非磷酸化表位外，其余则应用了相同原理 (下部图示)。产生的发光信号用发光检测仪测定。

总 BCL-6 免疫检测:

用小分子降解剂 BI-3802 处理细胞后，BCL-6 被降解。(图 2)。细胞膜裂解后，可将 Lumit™ Immunoassay Cellular System-Set 1 中的试剂与表 1 中列出的抗 BCL-6 抗体联合使用来检测总 BCL-6。

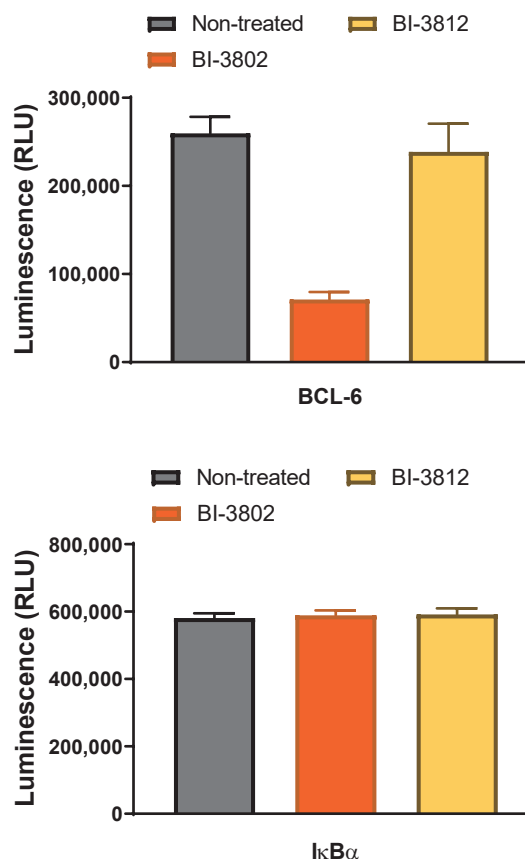


图 2. 用 Lumit™ Immunoassay Cellular System - Set 1 检测总 BCL-6 蛋白。 对 100,000 个接种的 Daudi 细胞不予处理，或者使用 BCL-6 降解剂化合物 BI-3802 或非降解剂抑制剂 BI-3812 (100nM) 处理 2 小时。使用表 1 中列出的一抗的实验条件，并按照 Promega 技术手册 TM613 测定总 BCL-6 (图 A) 或不相关对照靶点 IκBα 水平 (图 B)。



Lumit™ Immunoassay Cellular System 应用说明

细胞通路分析系列

A 用胰岛素激活 4E-BP1 磷酸化

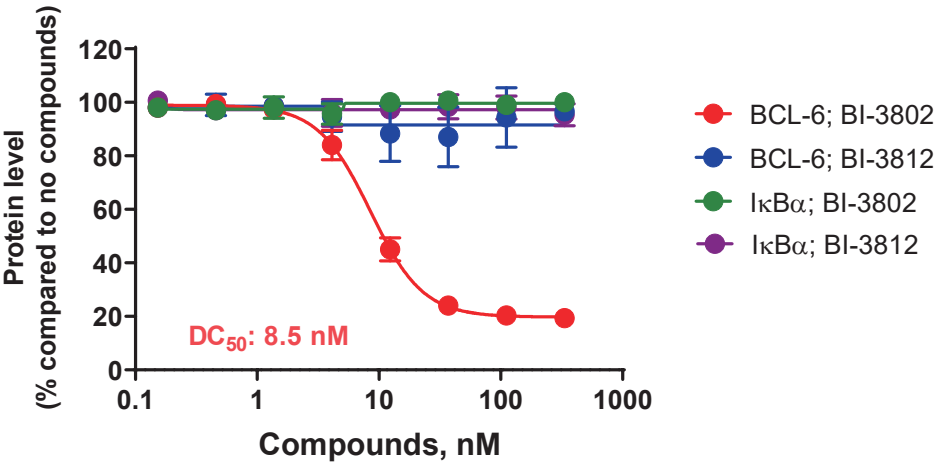


图 3. 用小分子降解剂靶向降解 BCL-6。用不同浓度的 BI-3802 或 BI-3812 对 100,000 个接种的 Daudi 细胞处理 2 小时，然后使用 Lumit™ Immunoassay Cellular System - Set 1 检测 BCL-6 和 IκBα，确定小分子降解剂的效价强度 (DC₅₀)。

Lumit™ 免疫检测细胞系统简要操作步骤

1. 向 40μL 细胞中加入 10μL 裂解液。
2. 振荡孵育 20 分钟。
3. 加入 50μL 抗体混合物。
4. 孵育 60~90 分钟。
5. 加入 25μL Lumit™ 检测试剂。
6. 振荡孔板 2 分钟。
7. 读取发光信号。

本操作步骤为快速操作参考步骤。关于细胞和试剂制备以及操作步骤的详细信息，请参见 Lumit™ Immunoassay Cellular System 技术手册 TM613，网址：www.promega.com/protocols。

表 1.

抗体 *	靶点	供应商	目录号	工作储备液 (μg/mL)
BCL-6 (兔)	全部	Abcam	ab33901	50
BCL-6 (小鼠)	全部	Abcam	ab238044	50

* 其它供应商提供的抗体亦可。抗体可能需要按照普洛麦格技术手册 TM613 进行优化。

订购信息：



产品	规格	Promega 目录号
Lumit™ Immunoassay Cellular System - Set 1	100 次	W1201
	1,000 次	W1202
	10,000 次	W1203