

HiBiT 新品加速免疫学分析

最大化 HiBiT 的功能多样性

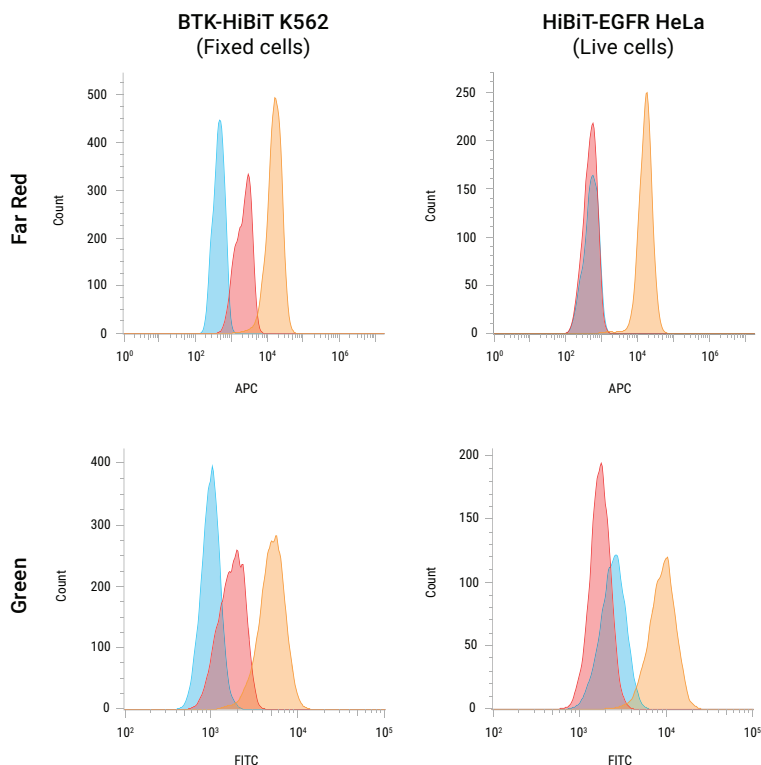
凭借高灵敏度的生物发光检测和具有高亲和力的抗体，仅由 11 个氨基酸组成的 HiBiT 标签为研究人员提供了使用单一小型标签对蛋白质进行定量、可视化和富集的功能。近期 Promega 推出了 **Anti-HiBiT 单克隆抗体-XFD 荧光染料偶联物**以及 **Anti-HiBiT Magne® 磁珠**，从而进一步扩展我们的 HiBiT 工具箱。这些新工具使得 HiBiT 标签更简便地应用于流式细胞术和免疫共沉淀（Co-IP）等实验。

XFD 荧光染料偶联的 Anti-HiBiT 单克隆抗体

使用 XFD 荧光染料偶联的 Anti-HiBiT 单克隆抗体，通过直接荧光检测高效分选 HiBiT CRISPR 敲入细胞：

- 来自 XFD 染料（结构与 Alexa Fluor™ 相同）灵敏且特异的荧光信号
- 无需二抗，大大节省时间
- 减少洗涤步骤以降低样本损失
- 提供两种颜色（Green488 和 FarRed647），以实现多重检测
- 适用于固定细胞和活细胞的流式细胞术

通过流式细胞术检测 CRISPR 敲入细胞系中的 HiBiT：HiBiT 敲入（橙色）和亲本对照细胞（红色）用 1 µg/ml 的 FarRed647（第一行）或 Green488（第二行）XFD 荧光基团偶联的 Anti-HiBiT 单克隆抗体染色。包含未染色的 HiBiT 敲入细胞作为比较（蓝色）。样本分别在 BD Accuri C6 Plus 流式细胞仪上使用 APC 或 FITC 滤光片进行分析。



产品列表

产品名称	规格	目录号
Anti-HiBiT Monoclonal Antibody, FarRed647	50µg	N7221
Anti-HiBiT Monoclonal Antibody, Green488	50µg	N7231

Anti-HiBiT Magne® 磁珠

HiBiT 表位标签提供了一种简单的蛋白质富集方法。其与灵敏且特异性的 Anti-HiBiT 单克隆抗体的兼容性，有助于在不过表达目标蛋白的情况下有效免疫捕获 HiBiT 标记的蛋白。

新型 Anti-HiBiT Magne® Beads 为您提供了一种快速便捷的流程，用于通过 IP 和 Co-IP 方法从哺乳动物、酵母和细菌细胞中富集 HiBiT 标记的蛋白及其相关蛋白复合物。因此，该产品为蛋白质生物学及基于质谱的蛋白质组学研究开辟了更多可能性。高亲和力抗体确保了标签特异性结合，并将非特异性背景降至最低。DrkBiT 肽可用于从 Anti-HiBiT Magne® 磁珠上温和洗脱 HiBiT 标记的蛋白。[点击此处](#)了解更多关于使用 Anti-HiBiT Magne® 磁珠的应用数据。

产品列表

产品名称	规格	目录号
Anti-HiBiT Magne® Beads	1mL	N7300
Anti-HiBiT Magne® Beads	5mL	N7301
DrkBiT Elution Peptide	0.1mL	N7400

相关产品

产品名称	规格	目录号
Anti-HiBiT Monoclonal Antibody*	100µg	N7200
Nano-Glo® HiBiT Blotting System	100ml	N2410
Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System*	10ml	N3030
Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System*	200 assays	N2040

*Additional sizes available

*Explore more ways
to use HiBiT*



普洛麦格 (北京) 生物技术有限公司

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
传真：010-58256160

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：2026.07



关注 Promega
生命科学



联系 Promega
授权经销商