

VeriBlot for IP Detection 试剂(HRP) (ab131366)

重要说明

1. VeriBlot for IP Detection 试剂(HRP)检测以下 IgG 多克隆和单克隆抗体:

种属	单克隆同型
牛	IgG ₂
山羊	IgG ₂
人	IgG ₁ , IgG ₂ , IgG ₄
小鼠	IgG _{2a} , IgG _{2b} , IgG ₃ 注意: 如果使用的是小鼠 IgG ₁ , 请进行斑点印记实验以确定相容性。 VeriBlot for IP Detection 试剂(HRP)可能不能检测小鼠 IgG ₁ 。
大鼠	IgG _{2c}
兔	全部 IgG
羊	IgG ₂

2. VeriBlot for IP Detection 试剂(HRP)选择性检测非还原形式 (non-reduced form) , 而不检测还原或 SDS-变性的形式。

3. 在蛋白免疫印记实验(WB)上样前, IP 样品必须完全还原或变性。在 SDS 样品缓冲液 (SDS sample buffer)中煮样 5-10 分钟; 如果需要, 可增加 SDS sample buffer 中 SDS 量。

4. 建议脱脂奶粉作为免疫印迹的封闭剂。

注意: 如果变性的印迹 IgG 不能清楚的检测到, 可采用以下步骤增加样品中变性 IgG 的量:

-增加还原剂浓度

-煮沸样品, 以帮助还原 IgG 二硫键

-使用变性电泳条件