

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