

StrepCaptureXP Resin FF 重力柱法蛋白纯化快速指南

1 样品预处理

确保样品在上样前已澄清并过滤（0.22 μm ），兼容常规样品制备流程。

关键提示：

- 保持低温操作（建议冰上操作）；
- 必要时添加蛋白酶抑制剂。



- 树脂
- 目标蛋白
- 杂质

2 重力柱层析操作

A. 装柱与平衡：用10倍柱床体积的**洗涤缓冲液**平衡层析柱。

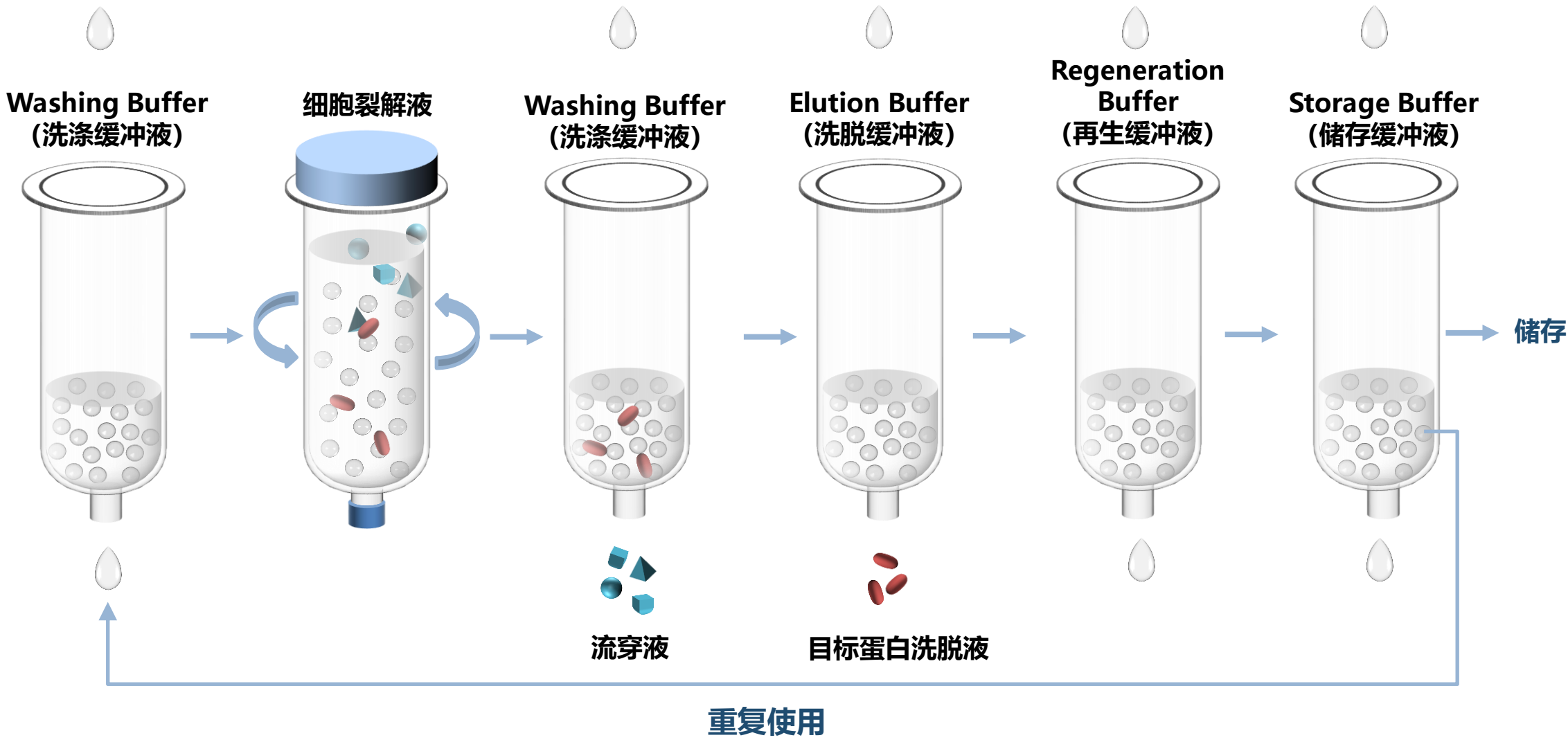
B. 样品上样：可选孵育吸附法或重力自然流穿法上样。

C. 洗涤去杂：使用10倍柱床体积**洗涤缓冲液**冲洗，去除杂质。

D. 洗脱：以5-15倍柱床体积**洗脱缓冲液**梯度或分步洗脱目标蛋白。

E. 再生：用15倍柱床体积新配置的0.1M NaOH**再生缓冲液**冲洗层析柱。

F. 中和与保存：用10柱床体积**储存缓冲液**冲洗两次。将树脂保存于**储存缓冲液**中，2-8 $^{\circ}\text{C}$ 保存。



3 结果验证分析

电泳检测：

对洗脱蛋白进行SDS-PAGE或Western Blot分析。

结果判读：

通过染色胶条带强度和位置评估目标蛋白纯度及回收效率。

