

ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup Reagent 简要操作说明

货号：75001 和 75002

产品简介：

ExoSAP-IT™ Express reagent 可以消化 PCR 产物（小至 100bp 以内，大至 20kb 以上）中多余的引物和核苷酸。PCR 反应之后，直接加入 ExoSAP-IT™ Express reagent 消化 PCR 产物。ExoSAP-IT™ Express reagent 在一般的 PCR buffer 中就可以被激活，所以不需要更换 buffer。消化之后，在 80°C 孵育一分钟，ExoSAP-IT™ Express reagent 就会失活。ExoSAP-IT™ Express reagent 有多种包装规格，同时也有含惰性追踪染料的产品类型（货号：75002）。

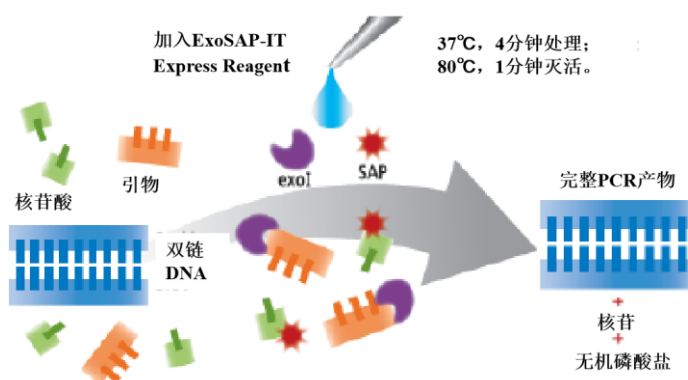
PCR 产物消化流程：

推荐使用 PCR 仪进行操作。

注意：在无除霜功能的冰箱中，-20°C 保存试剂。

1. 从-20°C 冰箱中取出 ExoSAP-IT™ Express reagent 置于冰上；
2. 在 5μL 的 PCR 反应产物中加入 2μL ExoSAP-IT™ Express reagent，低速涡旋充分混匀，快速离心，将所有试剂离心至管底；
当消化多于 5μL 体积的 PCR 反应产物时，按相应比例加入试剂；
3. 在 PCR 仪中孵育反应液；
 - a. 37°C 孵育 4 分钟，降解多余的引物和核苷酸。
 - b. 80°C 孵育 1 分钟，灭活 ExoSAP-IT™ Express reagent。
 - c. PCR 仪降温至 4°C，然后转移样本至冰上。
4. PCR 产物可以用于 DNA 测序反应，SNP 分析或者其他引物延伸相关应用。经过消化的 PCR 产物可以保存在-20°C。

ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup 产品概述



出版编号 MAN0019923 修订版 A



Applied Biosystems
技术支持服务中心
800-820-8982
400-820-8982

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc.

ThermoFisher
SCIENTIFIC