

## 测序产物纯化 (Centri-Sep™ 96-Well Plates)

货号: 4367821

**重要:** 纯化过程中不要跳过干燥步骤, 未干燥的样品在 CE 仪器运行时可能会影响信号。

**注意:** 如果需要纯化的样品较少, 可以使用 Centri-Sep™ 单管。Centri-Sep™ 单管必须在使用前水化约 2 小时。可参见毛细管电泳化学指南的 DNA 测序部分(Pub: 4305080)。

1. 使用去离子水制备 2.2% SDS(十二烷基硫酸钠)。注意: 在室温下保存 2.2% SDS。SDS 会在 4°C 或更低的温度下析出。

2. 在 1000g 的吊篮离心机中快速 (5-10s) 离心测序反应板。

3. 去掉测序反应板封膜。

4. 准备 SDS 加热处理:

组分	体积 (μL)	
测序反应产物	10	20
无核酸酶去离子水	10	-
2.2% SDS	2	2
总体积	22	22

5. 漩涡震荡 2-3s, 然后 1000g 离心 5-10s。

6. 进行 SDS 加热处理:

参数	阶段/步骤		
	变性	孵育	保持
温度	98°C	25°C	4°C
时间	5min	10min	保持

7. 准备 Centri -Sep™ 96 孔板:

**注意:** Centri -Sep™ 96 孔板已经预先水化, 需要先通过离心步骤除去水合溶液。

- 将 Centri -Sep™ 96 孔板平衡至室温。
- 将 Centri -Sep™ 96 孔板置于空 96 孔板中。
- 1500g 离心 2 分钟, 将水合溶液从 Centri -Sep™ 96 孔板上分离。
- 丢弃带有水合溶液的 96 孔板。
- 将新的 MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate 置于准备好的 Centri -Sep™ 96 孔板下方, 用以收集纯化的测序反应产物。

8.将 SDS 热处理后的测序反应板进行 1000g (5-10s) 的瞬时离心, 并去除 MicroAmp™ Clear Adhesive Film。

9. 将 20 $\mu$ L SDS 热处理后的测序产物转移至步骤 7e 制备好的 Centri -Sep™ 96 孔板中, 慢慢加入, 使样品落入孔的中心位置, 不要触碰到孔或凝胶的侧面。

10.使用吊篮离心机, 将步骤 9 的 Centri -Sep™96 孔板和收集板在 1500 g 条件下离心 2 分钟, 收集纯化样品。

11.使用真空离心机在不加热或低温条件下干燥样品, 设置 10 - 15 分钟或直到干燥。

**注意:** 储存时, 用 MicroAmp™ Clear Adhesive Film 密封 96 孔板。如果是在准备上机测序前短暂保存, 可以放在 4°C; 如果要保存较长时间, 则需要放置在-20°C。

出版编号 MAN0019940 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