

## 测序产物纯化 (Centri-SEP™ 8-Well Strips)

货号: 4367820

Centri Sep™ 8 是一种含已完成水化、无防腐剂的分离基质的八联管柱，2 分钟离心后即可用于样品纯化。Centri Sep™ 8 内含 12 条铝膜密封的八联管柱，在拆下密封铝膜之前，必须将它拆分成单条。使用前先将 Centri Sep™ 8 置于室温至少两小时。

**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。

### 20μL 测序反应体系的纯化流程

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：

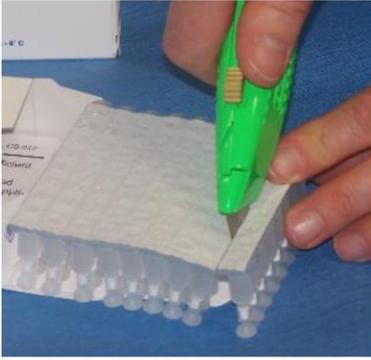
组分	体积 (μL)	
测序反应产物	10	20
无核酸酶去离子水	10	-
2.2% SDS	2	2
总体积	22	22

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

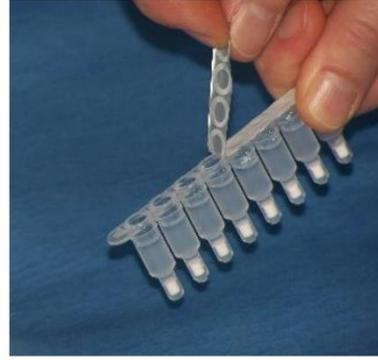
7. 使用刀片分离所需数量的 Centri Sep™ 8，避免条带弯曲导致铝膜密封不严和柱干燥 (Fig 1)。
8. 用剪刀剪掉底部 (Fig 2)。
9. 移除顶部的铝膜 (Fig 3)。



**Fig 1**



**Fig 2**



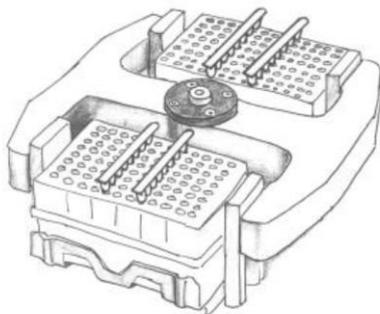
**Fig 3**

当离心方向垂直于旋转轴时，Centri Sep™ 8 的离心效果最好。

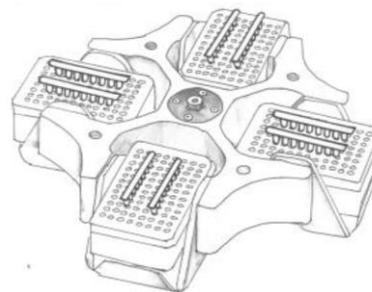
10. 将 Centri Sep™ 8 放置在 500-800 $\mu$ L 的 96 孔深孔板中，在吊篮离心机中离心（转速 750g，2min），去除间质中的液体，有以下两种方式：

A：当使用如 Fig 4 的离心机时，Centri Sep™ 8 放置在 A6  $\rightarrow$  H6，A7  $\rightarrow$  H7 的位置，尽可能靠近中心。

B：当使用如 Fig 5 的离心机时，Centri Sep™ 8 放置在 D3  $\rightarrow$  D10，E3  $\rightarrow$  E10 的位置，尽可能靠近中心。



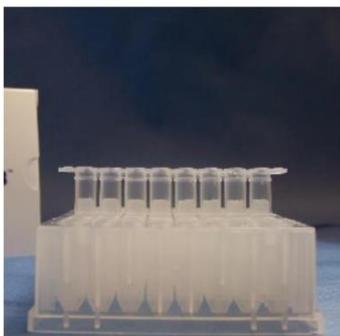
**Fig 4**



**Fig 5**

11. 离心之后，确认胶聚拢在柱下方，准备加样（Fig 6）。

12. 将至多 20 $\mu$ L 测序产物转移至 Centri Sep™ 8 凝胶顶端的正上方中心位置，可以使用多道或单道移液器（Fig 7）。



**Fig 6**



**Fig 7**

13. 将加样完毕的 Centri Sep™ 8 放入八联排管或 96 孔 PCR 板中，750g 离心 2 分钟收集样本。
14. 丢弃 Centri Sep™ 8。
15. 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 MAN0019939 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