

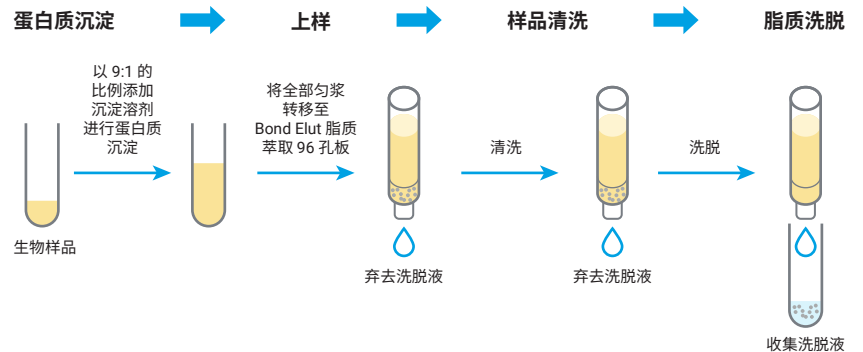


Agilent Bond Elut 脂质萃取

96 孔板方法指南

一般说明

Agilent Bond Elut 脂质萃取 96 孔板可用于从生物样品（例如血浆、细胞培养物和组织样品）中提取和分离脂质。独特的 EMR-Lipid 吸附剂化学结构可有效且选择性地 将脂类化合物保留在吸附剂上。在清洗步骤后，用溶剂洗脱捕集的脂类化合物。与用于脂质分析的传统液液萃取技术相比，96 孔板 SPE 简化了萃取过程。该工作流程节省了大量的时间，同时具有与液液萃取相当的萃取效率以及更高的方法重现性。Bond Elut 脂质萃取 96 孔板适用于高通量样品前处理，并且可轻松实现自动化。



1. 沉淀溶剂：建议使用含 5% MeOH 的 ACN。少量 MeOH 有助于产生更细的蛋白质沉淀物，方便使用移液器转移匀浆
2. 清洗溶剂：ACN 与 10%–20% 水的混合物
3. 洗脱溶剂：含有二氯甲烷 (DCM)、氯仿或 1-氯丁烷的 MeOH 溶液。至少 50% 的 MeOH 对脂质的释放至关重要。安捷伦建议使用 DCM/MeOH (v/v 1:2) 或氯仿/MeOH (v/v 1:1)

如需了解更多信息，请访问：

www.agilent.com/chem/BondElutLE

推荐用于血浆萃取的 Bond Elut 脂质萃取方案

1. 向 2 mL 收集板的每个孔中加入 100 μ L 血浆
2. 加入 900 μ L 含 5% MeOH 的 ACN，盖板上板垫，并在冰上超声处理 10 分钟
3. 使用多通道移液器或液体处理器将全部匀浆转移至 Bond Elut 脂质萃取 96 孔板
4. 进行重力洗脱。弃去洗脱液
5. 将 2 \times 1 mL ACN/水 (v/v 9:1) 加入之前的收集板中进行冲洗，然后将洗液转移至 Bond Elut 脂质萃取 96 孔板。进行重力洗脱，然后丢弃洗脱液
6. 最后施加较高的真空或正压，使板完全干燥。在 Bond Elut 脂质萃取 96 孔板下方放置一块合适的收集板
7. 加入 1 mL DCM/MeOH (v/v 1:2) 进行洗脱并收集洗脱液
8. 小心抬起 Bond Elut 脂质萃取 96 孔板，确保没有洗脱液从尖端滴落。将 Bond Elut 脂质萃取板放在一个洁净的位置。在 30 $^{\circ}$ C 下用 N_2 干燥收集板中的洗脱液 10–15 分钟
9. 将干燥后的收集板再次放回 Bond Elut 脂质萃取 96 孔板下方
10. 另外加入 1 mL DCM/MeOH (v/v 1:2) 进行重力洗脱并收集洗脱液。当孔中没有可见液体时，施加高真空或压力使吸附剂床干燥
11. 在 30 $^{\circ}$ C 下用 N_2 干燥洗脱液
12. 使用 100 μ L n-BuOH/MeOH (v/v 1:1) 复溶并盖板上板垫
13. 涡旋混合 2 分钟，超声处理 10 分钟，然后离心 5 分钟。样品现可用于 MS 分析

产品使用窍门与技巧

1. 单孔废液板（部件号 5191-4121 或类似孔板）可与 Bond Elut 脂质萃取 96 孔板一起用于步骤 1–5
2. 重力洗脱应适用于上样、清洗和洗脱步骤。有时需要真空或正压等外力来辅助洗脱。理想流速为 3–5 秒/滴
3. 脂质可能会被捕集到蛋白质沉淀物中。在步骤 3 中转移全部匀浆非常重要。转移前**请勿离心**
4. 建议使用广口移液枪头进行转移。转移前必须进行吸打预混合（步骤 3）
5. 收集板和板垫应耐受洗脱溶剂（例如 DCM 和氯仿）的化学腐蚀。这样可以防止样品被塑料可浸出物污染。应使用带玻璃内插管的收集板或带石英涂层的聚丙烯板。孔体积应不小于 1.2 mL，以便妥当收集洗脱液，并避免交叉污染

Bond Elut 脂质萃取订购信息

描述	数量	部件号
Agilent Bond Elut 脂质萃取, 1 mL 小柱	100/包	5610-2041
Agilent Bond Elut 脂质萃取, 96 孔板	1 块板	5610-2042
Agilent Bond Elut 脂质萃取, 96 孔板	5 块板	5610-2043

www.agilent.com/chem/BondElutLE

仅供科研使用。不用于临床诊断用途。

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2020
2020 年 2 月 3 日，中国出版
5994-1690ZH-CN
DE.3402546296

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn



 **Agilent**
Trusted Answers