

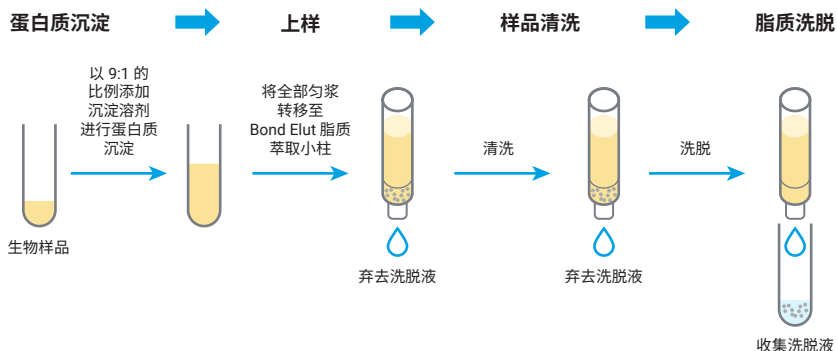


# Agilent Bond Elut 脂质萃取

## 1 mL 小柱方法指南

### 一般说明

Agilent Bond Elut 脂质萃取小柱可从生物样品（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，1 mL SPE 小柱简化了萃取过程。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 1 mL 小柱适用于小批量样品的前处理。



1. 沉淀溶剂：含 1%–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](http://www.agilent.com/chem/BondElutLE)

## 推荐用于血浆萃取的 Bond Elut 脂质萃取方案

1. 将 100  $\mu$ L 血浆加入 1.5 mL Eppendorf 管中
2. 加入 900  $\mu$ L 含 1%–5% MeOH 的 ACN。涡旋混合 30 秒，并在冰上超声处理 10 分钟
3. 将全部匀浆转移到 Bond Elut 脂质萃取 1 mL 小柱上。施加低真空或正压进行稳定洗脱。弃去洗脱液
4. 加入 2  $\times$  1 mL ACN/水 (v/v 9:1) 进行清洗。用清洗溶液冲洗原始样品管，然后将清洗溶液转移至小柱进行流通。根据需要施加真空或正压，使液流平稳。弃去洗脱液
5. 清洗溶液完全流出后，施加更高的真空或压力使小柱干燥。将玻璃收集管放在小柱下方
6. 加入 2  $\times$  1 mL DCM/MeOH (v/v, 1:2) 进行洗脱，收集洗脱液
7. 在 30  $^{\circ}$ C 下用  $N_2$  干燥洗脱液
8. 用 100  $\mu$ L n-BuOH/MeOH (v/v, 1:1) 复溶，涡旋混合 2 分钟，并超声处理 10 分钟
9. 将复溶溶液转移至带内插管的 2 mL 样品瓶中，盖上瓶盖以备 MS 分析或储存在 -20  $^{\circ}$ C 的冰箱中

## 产品使用窍门与技巧

1. 保持溶液约 3–5 秒/滴的流速缓慢流动
2. 按 9:1 沉淀溶剂/血浆进行蛋白质沉淀，提高脂质萃取效率。EMR-Lipid 吸附剂要求样品混合物中至少含有 10% 的水才能上样
3. 由于脂质可能会被捕集到蛋白质沉淀物中，因此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

## 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](http://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  
5994-1627ZHCN  
DE.3386458333

查找当地的安捷伦客户中心:

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://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](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价:

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)



 **Agilent**  
Trusted Answers