

Agilent Captiva EMR-Lipid 和 Captiva EMR-Lipid HF 方法指南

关于 3 mL 和 6 mL 过滤柱的一般说明：

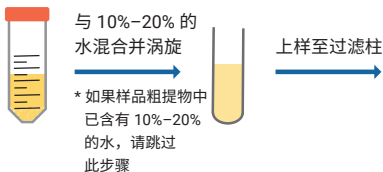
Agilent Captiva EMR-Lipid 和 Captiva EMR-Lipid HF 提供 3 mL 和 6 mL 过滤柱形式，利用简单的通过式净化即可去除复杂脂肪样品中的脂质、脂肪和其他干扰物质。这些规格的过滤柱可用于更大体积的复杂样品提取物，包括来自肉、鱼、油、乳制品等动物源性食品以及其他高油植物源食品的提取物。完成 QuEChERS 或直接溶剂萃取后，将样品粗提物与少量水混合，然后上样至 Captiva EMR-Lipid 或 EMR-Lipid HF 过滤柱进行通过式净化。EMR-Lipid 吸附剂化学结构可选择性地高效去除脂质/基质，不会对分析物的回收率产生负面影响。高基质去除效率确保大幅减少离子抑制对目标分析物的影响，从而显著改善方法可靠性和稳定性。

当不使用真空萃取装置或正压装置时，Captiva EMR-Lipid HF 是一个非常不错的选择。这款产品经过精心设计，采用重力自流流畅洗脱，可显著缩短对肉类和鱼类等复杂样品的处理时间。



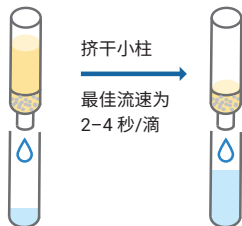
Agilent Technologies

Agilent Captiva EMR-Lipid 和 Captiva EMR-Lipid HF 3 mL 和 6 mL 过滤柱操作说明与提示



样品粗提物来自：

- QuEChERS 萃取
 - 溶剂萃取
- 首选乙腈



对于 Captiva EMR-Lipid：
可采用重力或真空 / 正压辅助洗脱。

对于 Captiva EMR-Lipid HF：
建议采用重力流通。

对于这两种产品，我们建议在洗脱完成后采用高压或真空将吸附剂床完全排空。



用户提示

通过式净化工作流程

建议上样体积
(包括水预混物)

3 mL (300 mg) 过滤柱: 2–3 mL 样品萃取混合物
6 mL (600 mg) 过滤柱: 4–6 mL 样品萃取混合物

首选萃取方法 QuEChERS, 溶剂萃取

样品处理 将通过 QuEChERS 或溶剂萃取获得的样品粗提物与 10%–20% 的水预混。如果样品中含有疏水性目标分析物, 建议仅与 10% 的水混合。如果用 80:20 有机溶剂/水混合物萃取食品样品, 则无需用水稀释, 可直接将样品粗提物加入过滤柱中。

使用 Captiva EMR-Lipid 产品时需要使用水溶性溶剂。乙腈或酸化乙腈是首选的萃取溶剂, 因为与甲醇相比, 乙腈能显著减少基质共萃取物。对于强疏水性目标分析物, 可使用 80:20 乙腈/乙酸乙酯的混合溶剂来提高萃取效率。

步骤

1. 在单独的试管中, 将样品粗提物与体积分数为 10%–20% 的水混合。用移液器进行混合或上下翻转试管数次。请勿涡旋处理样品, 因为这会导致样品混合物发生相分离
2. 将适量样品混合物上样至 Captiva EMR-Lipid 或 EMR-Lipid HF 过滤柱
3. 控制流速, 让萃取物通过过滤柱。最佳流速为 2–4 秒/滴
对于 Captiva EMR-Lipid, 通过真空/正压或重力实现通过式净化。
对于 Captiva EMR-Lipid HF, 通过重力实现通过式净化。
4. 当萃取物液面到达顶部筛板时, 施加高水平正压或真空并持续 1–2 分钟, 以挤干过滤柱

二次洗脱 使用与原始装载样品相匹配的有机溶剂/水混合物 (例如: 80:20 ACN/H₂O) 进行二次洗脱, 可提高某些化合物的回收率。

样品后处理 **对于 LC 应用:** 进样前用水稀释样品。如需进行样品浓缩, 则将其浓缩近干后复溶。

对于 GC 应用: 进样前用无水 MgSO₄ 干燥脱水, 或用异辛烷进行溶剂反萃取。如需进行样品浓缩, 则将其浓缩近干后复溶。

Agilent Captiva EMR-Lipid

订购信息

部件号	描述	数量
5190-1003	Captiva EMR-Lipid 过滤柱, 3 mL, 300 mg	100/包
5190-1004	Captiva EMR-Lipid 过滤柱, 6 mL, 600 mg	50/包
5610-2235	Captiva EMR-Lipid HF 过滤柱, 3 mL, 300 mg	100/包
5610-2236	Captiva EMR-Lipid HF 过滤柱, 6 mL, 600 mg	50/包

了解更多信息:

[agilent.com/en/product/
sample-preparation](http://agilent.com/en/product/sample-preparation)

查找安捷伦分公司或授权经销商

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

安捷伦客户服务中心:

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

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

DE56043093

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2017，2024
2024年4月9日，中国出版
5991-8308ZH-CN



Agilent Technologies