

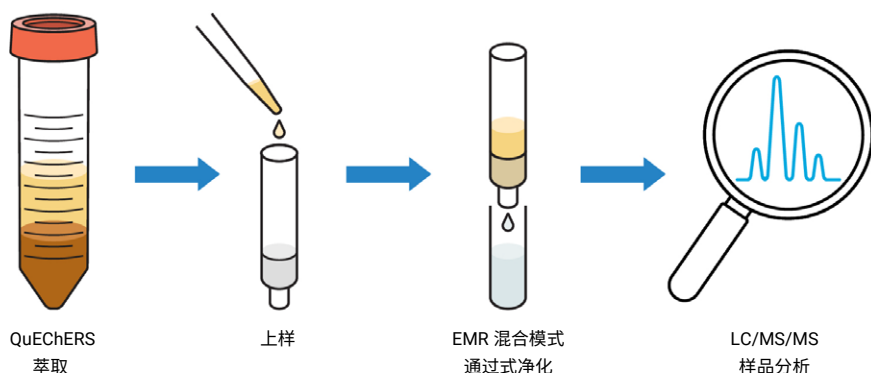
Agilent Captiva EMR 真菌毒素小柱 用户指南



Captiva EMR 真菌毒素小柱一般说明

Agilent Captiva EMR 真菌毒素小柱（3 mL 和 6 mL）专为食品和饲料基质中多类别、多组分真菌毒素分析而设计。推荐采用改良的 QuEChERS 萃取方法进行样品提取，然后使用 Captiva EMR 真菌毒素小柱进行增强基质去除 (EMR) 混合模式通过式净化。该小柱可有效去除基质干扰物，包括碳水化合物、有机酸、脂质和脂肪、色素以及其他亲水性和疏水性干扰物，同时为多类别真菌毒素检测提供出色的回收率和重现性。使用 6 mL 规格小柱将获得更多样品洗脱液，便于在净化后根据需要对样品进行浓缩处理。

Agilent Captiva EMR 真菌毒素小柱使用说明



用户提示

样品量和预处理	安捷伦建议使用 1–2.5 g 干性样品（均质样品粉末）进行提取。 加入 7.5–10 mL 酸性缓冲液进行样品水化。
样品提取	使用含 2% 甲酸的乙腈和 QuEChERS 萃取盐进行改良的 QuEChERS 萃取。将样品粗提物（上清液）用于后续净化。 提示：在 QuEChERS 萃取过程中，需要使用酸性更强的萃取溶剂才能获得可接受的真菌毒素回收率。 提示：可以使用缓冲型或非缓冲型 QuEChERS 萃取盐。安捷伦建议使用陶瓷均质子萃取样品。陶瓷均质子能够有效地打碎基质和盐的结块，从而提高目标分析物的萃取回收率。包含陶瓷均质子的试剂盒标记有 CH（例如 5982-5650CH）。
使用 Captiva EMR 真菌毒素小柱的通过式净化流程	1. 将样品粗提物与水在另一根 15 mL 管中按比例预混合，其中水的比例为 10%。用移液器轻轻混匀 提示：安捷伦建议在上样前进行柱平衡步骤，这将大大减少柱死体积对最终样品洗脱液体积的影响。 对于 3 mL 小柱（部件号 5610-2233），加入 0.6 mL 样品混合物。弃去洗脱液。 对于 6 mL 小柱（部件号 5610-2234），加入 0.8 mL 样品混合物。弃去洗脱液。 2. 对于 3 mL 小柱（部件号 5610-2233），将 2 mL 样品混合物转移至小柱中 对于 6 mL 小柱（部件号 5610-2234），将 4 mL 样品混合物转移至小柱中 3. 使样品在重力作用下洗脱。或者，也可以施加低真空或正压进行洗脱。当小柱内没有液体再流出时，施加高真空或正压 1 至 2 分钟，将小柱抽干 4. 收集洗脱液并轻轻涡旋混匀
样品后处理	取一份样品洗脱液用水稀释，使乙腈/水的比例达到 1:1，然后涡旋混匀。 提示：当需要实现超低 LOQs 时，可能需要进行后续的浓缩干燥和复溶步骤。

Agilent Captiva EMR 真菌毒素小柱订购信息

部件号	描述	数量
5610-2233	Captiva EMR 真菌毒素小柱, 3 mL	50/包
5610-2234	Captiva EMR 真菌毒素小柱, 6 mL	30/包

www.agilent.com

DE96332368

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，2024
2024 年 6 月 1 日，中国出版
5994-7303ZH-CN

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



Trusted Answers