



增强型脂质去除前处理技术 — 新型 EMR 技术脂质去除方案

技术概述

前言

当前，与其他很多方法一样，QuEChERS 和蛋白沉淀作为食品市场样品前处理方法已得到研究人员的广泛认可。由于脂质在分析流路中会引入杂质、发生沉积并引发质谱分析中的基质效应而使方法性能下降且仪器寿命缩短，因此实验室亟需去除脂质。

虽然去除脂质的重要性已广为人知，但目前的方法通常会在去除脂质的同时损耗一部分目标分析物，从而使分析物的回收率受到影响。

而现在，您无需在脂质去除和分析物回收之间两难，因为 Bond Elut QuEChERS EMR-Lipid 产品可针对任意样品前处理产品实现最彻底的脂质去除和分析物回收。

增强型脂质去除产品 (EMR-Lipid) 与其他样品前处理方法不同，它是一种能够选择性去除复杂基质中脂质的独特吸附剂，因此您可以在不损失分析物的前提下去除脂质。

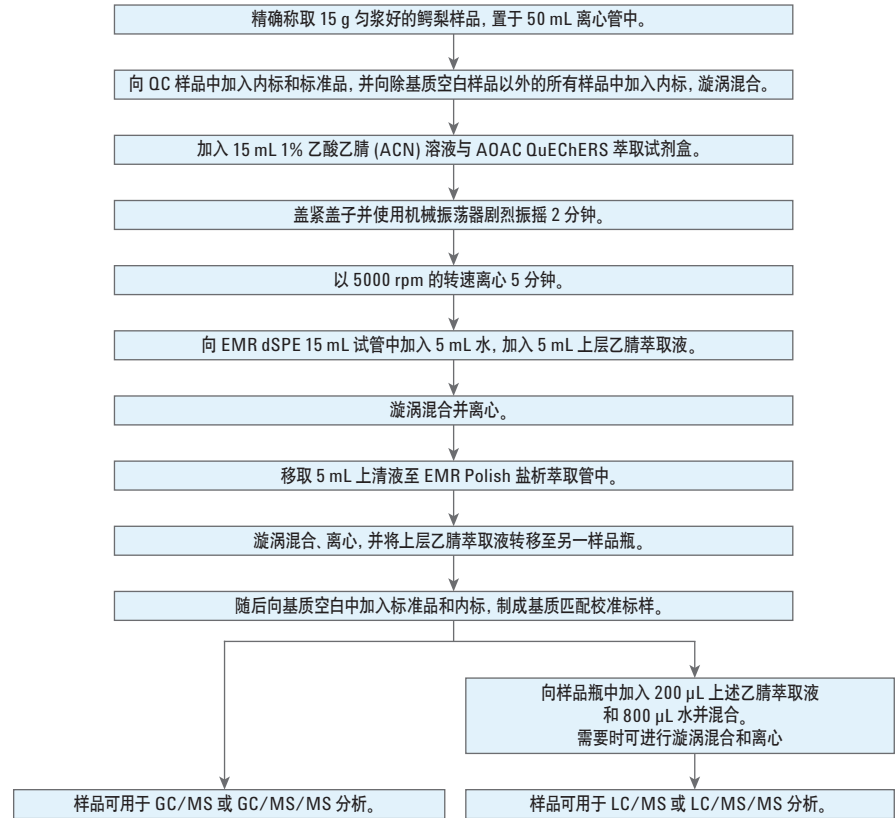
此外，EMR-Lipid 采用传统的分散固相萃取 (dSPE) 方式，只需将其嵌入到您当前的样品前处理工作流程中即可。新型 EMR-Lipid 技术利用一种吸附材料即可去除多种样品中脂质干扰物。

安捷伦提供 EMR-Lipid 标准方案使用户在处理含脂基质样品前无需耗时再进行大量的方法开发。同时，预定的方法草案降低了对培训和方法文件的需求，由于操作的简单，因而提高了实验室的分析效率和分析通量，从而减少运行成本。

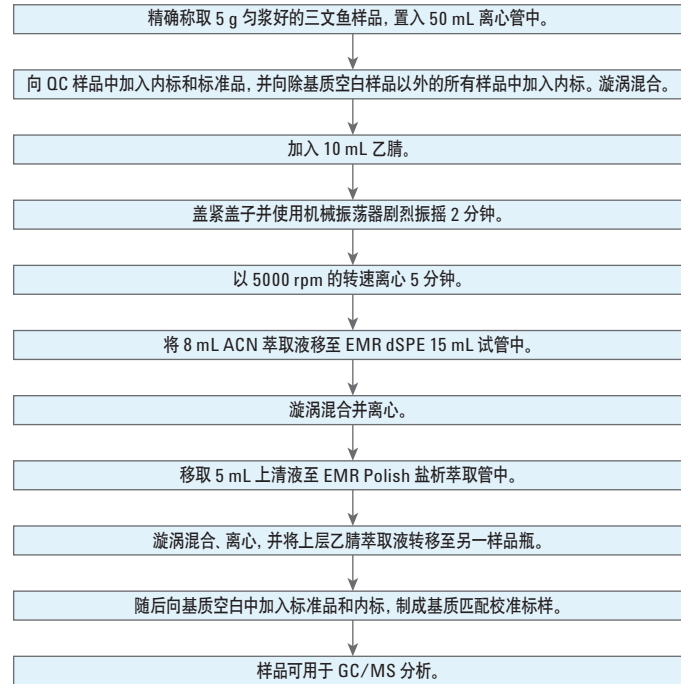


Agilent Technologies

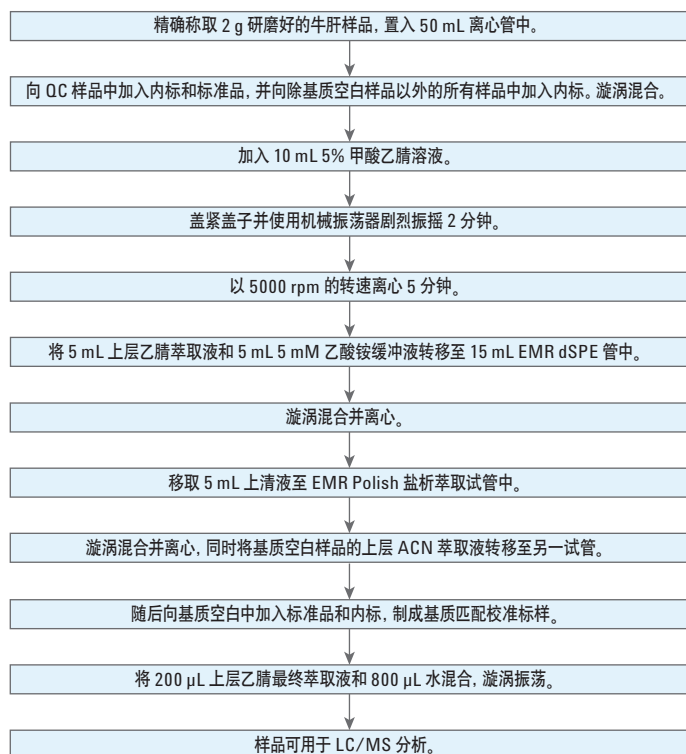
鳄梨中农药多残留 QuEChERS-EMR 萃取净化方案



改进的 EMR 净化方案分析三文鱼中的 PAH



牛肝中兽药多残留分析的 PPT-EMR 方案



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

安捷伦科技大学:
<http://www.lscA-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:
www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

www.agilent.com

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。

本文中的信息、说明和技术指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技(中国)有限公司, 2015
2015年7月10日, 中国出版
5991-6057CHCN



Agilent Technologies