

AGILENT BOND ELUT QUECHERS 试剂盒助您 3 步轻松完成 QUECHERS 处理

步骤 1 提取

选择合适的盐

AOAC 方法 2007.01:

6 g MgSO₄ 和
1.5 g 乙酸钠
(5982-5755)

或

EN 方法 15662:

4 g MgSO₄、1 g NaCl、
1 g 柠檬酸钠、
0.5 g 柠檬酸二钠盐
(5982-5650)

或

初始 QuEChERS 萃取:

10 g 样品 (5982-5550):
4 g MgSO₄ 和 1 g NaCl
15 g 样品 (5982-5555):
6 g MgSO₄ 和 1.5 NaCl



步骤 2 净化

根据基质类型选择特定的分散式固相萃取试剂盒*

AOAC

5982-5058
400 mg PSA 和 1200 mg MgSO₄

一般水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖和脂类

5982-5258
400 mg PSA、400 mg GCB
和 1200 mg MgSO₄

含色素水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖类、
脂类、类胡萝卜素和叶绿素；
不能用于平面结构的农药

5982-5158
400 mg PSA、400 mg C18EC
和 1200 mg MgSO₄

含脂肪和蜡质的水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖类、
多数脂类和固醇类

5982-5456
400 mg PSA、400 mg GCB、
400 mg C18EC 和 1200 mg MgSO₄

含色素和脂肪的水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖类、
脂类、类胡萝卜素和叶绿素；
不能用于平面结构的农药

5982-0029
400 mg PSA、400 mg C18、
45 mg GCB 和 1200 mg MgSO₄

高脂基质

去除脂类与直链脂肪族化合物等
其他脂肪干扰；还可有效去除某
些色素

5982-4950
50 mg PSA、150 mg C18EC
和 900 mg Na₂SO₄ (2 mL)

普通食品

去除极性有机酸、脂类、糖类、
蛋白质、类胡萝卜素和叶绿素等
几乎所有基质干扰

5982-4956
150 mg C18 和 900 mg MgSO₄

动物源食品

去除极性有机盐类、糖类、脂类
和蛋白质等基质干扰

其他食品

去除疏水性物质（脂肪、脂类）
和蛋白质等生物基质干扰

EN

5982-5056
150 mg PSA 和
900 mg MgSO₄

一般水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖和脂类

5982-5256
150 mg PSA、
15 mg GCB 和
885 mg MgSO₄

含色素水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖类、
脂类、类胡萝卜素和叶绿素；
不能用于平面结构的农药

5982-5356
150 mg PSA、
45 mg GCB 和
855 mg MgSO₄

高色素水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖类、
脂类以及高含量类胡萝卜素
和叶绿素；不能用于平面结构
的农药

5982-5156
150 mg PSA、
150 mg C18EC 和
900 mg MgSO₄

含脂肪和蜡质的水果和蔬菜

去除极性有机酸、某些糖类、
多数脂类和固醇类

EMR-Lipid 增强型
脂质去除产品

Bond Elut QuEChERS dSPE EMR-Lipid 增强型脂质去除净化管 (5982-1010) 和 Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管 (5982-0101 或 5982-0102) 专为去除高脂样品中的脂质而设计。所采用的吸附剂可在去除脂质干扰的同时保留分析物。

步骤 3 分析

采用 Poroshell 液相色谱柱或超高惰性气相色谱柱在 6400 系列三重四极杆 LC/MS 系统或 7000C 三重四极杆 GC/MS 系统中进行靶向筛查；或通过 6500 系列精确质量四极杆飞行时间 (Q-TOF) 系统或 7200 GC/Q-TOF 系统进行非靶向筛查。



如需了解 Agilent Bond Elut QuEChERS 产品的更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/quechers

* 除特别注明外，此处所示全部试剂盒的规格均为 15 mL。另外，安捷伦还可提供多种 2 mL 规格的试剂盒。

Agilent
UNIVERSITY

您知道吗？

安捷伦大学提供灵活学习解决方案的完整课程设置。

安捷伦大学提供灵活学习解决方案的完整课程设置，旨在满足您个人与企业培训的所有需求。您可以从安捷伦大学找到满足您实验室需求的多种学习选项，从而助您优化新型或现有设备的分析效率。

如需了解更多信息，请访问 www.agilent.com/crosslab/university

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11月20日 中国出版
5990-5324CHCN