

用于食品和环境分析的无忧样品前处理

Agilent Bond Elut 样品前处理确保为获得可重现的结果奠定基础

省时省力

QuEChERS 试剂盒

这些简单易用的试剂盒可去除干扰性基质化合物，使您能够分析样品中的各种农药、兽药、环境污染物及其他目标化合物。

QuEChERS 的通用方法



QuEChERS 应用简报

食品

5990-4977CHCN 安捷伦食品安全应用产品样本：第 2 卷 — Bond Elut QuEChERS
5991-3638CHCN 勃起功能障碍膳食补充剂中掺假物痕量分析的样品前处理
5991-5553CHCN 利用 QuEChERS 与 GC/MS/MS 相结合分析谷物中的 200 多种农药

环境

5990-5452EN 使用 Agilent Bond Elut HPLC-FLD 分析土壤中的多环芳烃

去除脂质，纯化分析物

增强型脂质去除产品 EMR-Lipid

增强型脂质去除产品 EMR-Lipid 中的新型吸附剂与您当前的 QuEChERS 方法联用，可选择性去除复杂基质中的脂质，而不损失目标分析物。

EMR-Lipid 的通用方法



EMR-Lipid 应用简报

食品

5991-6818CHCN 增强型脂质去除产品 EMR-Lipid 通过 LC/MS/MS 对婴儿配方奶粉进行黄曲霉毒素分析
5991-6097CHCN 使用配备 Bond Elut 增强型脂质去除产品 EMR-Lipid 的 GC/MS/MS 对鳄梨进行农药多残留分析
5991-6096CHCN 使用配备 Bond Elut 增强型脂质去除产品 EMR-Lipid 的 LC/MS/MS 对猪肝进行兽药多残留分析

环境

5991-6088CHCN 使用 Bond Elut 增强型脂质去除产品 EMR-Lipid 对三文鱼进行 PAH 分析

可靠地净化样品并洗脱分析物

Bond Elut SPE

Bond Elut SPE 系列产品为当今的市场提供丰富的吸附剂类型选择，其中包括聚合物型 SPE 固定相：Plexa（非极性聚合物型）、Plexa PCX（阳离子交换剂混合模式）和 Plexa PAX（阴离子交换剂混合模式）。

无忧 SPE 的通用方法

分析物	酸类	中性物质		碱类
	LogP > 1.0 pKa < 5	LogP > 1.5 pKa 3-6 pKa 6-10		LogP > 0.8 pKa 6-10
	PLEXA PAX	PLEXA 酸类上样方法	PLEXA 碱类上样方法	PLEXA PCX
样品预处理	2% NH ₄ OH	1% HCO ₂ H	2% NH ₄ OH	2% H ₃ PO ₄
吸附剂条件	100% MeOH	100% MeOH	100% MeOH	100% MeOH
平衡	100% H ₂ O	100% H ₂ O	100% H ₂ O	100% H ₂ O
上样	使用预处理的样品			
清洗	100% H ₂ O	5% 的甲醇水溶液	2% 的甲酸水溶液	
洗脱 1/清洗 2	100% 甲醇 中性物质	100% 甲醇 中性物质	1:1 甲醇/乙腈 酸类, 中性物质	
洗脱 2	5% 甲酸的甲醇溶液 酸类		溶于 1:1 MeOH/ACN 中的 5% NH ₄ 碱类	
分析	配制萃取物以进行仪器分析			

SPE 应用简报

食品

5990-4917CHCN 安捷伦食品安全应用产品样本：第 1 卷 — SPE、SPME、SLE 和 Captiva 过滤装置
5991-5414EN 采用 Agilent Poroshell 120 4 μm 色谱柱分析牛奶中的喹诺酮类药物残留
5991-5421EN 采用 Agilent Poroshell 120 EC-C18, 4 μm 色谱柱分析猪肉中的磺胺类药物残留

环境

5991-5304EN 使用 Agilent Bond Elut PPL 对水中的有机磷农药进行固相萃取
5991-5490EN 使用 Agilent 6550 Q-TOF LC/MS 监测环境基质中的双酚 A 及其类似物
5991-5594EN EPA — 540 方法：使用 Agilent Plexa 柱选择有机污染物

Bond Elut QuEChERS、EMR-Lipid 和 SPE

部件号

Bond Elut QuEChERS 萃取试剂盒				
方法	是否含缓冲液	内容物	部件号 / 册	部件号 (仅含萃取包) 50 / 包 200 / 包
AOAC 2007.01	是	6 g MgSO ₄ ; 1.5 g 乙酸钠	5982-5755	5982-6755 5982-7755
原始方法 (10 g 样品)	否	4 g MgSO ₄ ; 1 g NaCl	5982-5550	5982-6550 5982-7550
原始方法 (15 g 样品)	否	6 g MgSO ₄ ; 1.5 g NaCl	5982-5555	5982-6555 5982-7555
EN 15662	是	4 g MgSO ₄ ; 1 g NaCl; 1 g 柠檬酸钠; 0.5 g 柠檬酸二钠盐	5982-5650	5982-6650 5982-7650
丙酮胺法	否	4 g MgSO ₄ ; 0.5 g NaCl	5982-5850	
兽药	否	4 g Na ₂ SO ₄ ; 1 g NaCl	5982-0032	

Bond Elut QuEChERS 分散式固相萃取试剂盒				
试剂盒	规格	单位	AOAC 2007.01 方法 试剂盒内容物部件号	欧盟方法 EN 15662 试剂盒内容物部件号
含脂肪和蜡质的水果和蔬菜	15 mL	50/包	400 mg PSA, 1200 mg MgSO ₄ , 5982-5058, 5982-50565CH	150 mg PSA, 800 mg MgSO ₄ , 5982-5056, 5982-50565CH
含脂肪和蜡质的水果和蔬菜	15 mL	50/包	400 mg PSA, 400 mg C18EC, 1200 mg MgSO ₄ , 5982-S158, 5982-S158CH	150 mg PSA, 150 mg C18EC, 800 mg MgSO ₄ , 5982-S156, 5982-S156CH
含色素的水果和蔬菜	15 mL	50/包	400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO ₄ , 5982-5258, 5982-52565CH	150 mg PSA, 15 mg GCB, 885 mg MgSO ₄ , 5982-5256, 5982-52565CH
高色素水果和蔬菜	15 mL	50/包	150 mg PSA, 45 mg GCB, 855 mg MgSO ₄ , 5982-5356, 5982-53565CH	
含色素和脂肪的水果和蔬菜	15 mL	50/包	400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO ₄ , 400 mg C18EC, 5982-5456, 5982-54565CH	
其他食品方法	15 mL	50/包	150 mg C18, 500 mg MgSO ₄ , 5982-4956, 5982-49565CH	
所有食品类型 (通用)	15 mL	50/包	400 mg PSA, 400 mg C18, 45 mg GCB, 1200 mg MgSO ₄ , 5982-0029, 5982-00295CH	

部件号目标有 "CH" 表明单独配有两袋均质器。
另外，安捷伦还可提供多种 2 mL 规格试剂盒。

EMR-Lipid

描述	单位	部件号
Bond Elut EMR-Lipid dSPE	50/包	5992-1010
Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管	50/包	5992-0101
Bond Elut EMR-Lipid MgSO ₄ Polish 反萃管	50/包	5992-0102

Bond Elut Plexa			Bond Elut Plexa PCX			Bond Elut Plexa PAX		
描述	单位	部件号	描述	单位	部件号	描述	单位	部件号
直管柱			直管柱			直管柱		
30 mg, 1 mL	100/包	12109301	30 mg, 1 mL	100/包	12109301	30 mg, 1 mL	100/包	12107301
30 mg, 3 mL	50/包	12109303	60 mg, 1 mL	100/包	12109601	60 mg, 1 mL	100/包	12107601
60 mg, 1 mL	100/包	12109601	30 mg, 3 mL	50/包	12109303	30 mg, 3 mL	50/包	12107303
60 mg, 3 mL	50/包	12109603	60 mg, 3 mL	50/包	12109603	60 mg, 3 mL	50/包	12107603
200 mg, 3 mL	50/包	12109610	200 mg, 6 mL	30/包	12109206	200 mg, 6 mL	30/包	12107206
200 mg, 6 mL	30/包	12109206	500 mg, 6 mL	30/包	12256506	500 mg, 6 mL	30/包	12257506
500 mg, 6 mL	30/包	12256506						
Bond Elut Jr								
200 mg	50/包	121696108						
Mega Bond Elut Plexa								
500 mg, 12 mL	20/包	327832						

如需了解更多应用简报, 请访问: www.agilent.com

从样品前处理到分析和技术支持等各个方面优化分析效率

一致的样品前处理
从 SPE 到 QuEChERS 再到过滤，安捷伦样品前处理产品让您能够快速获得代表性、可重现且均质的等份样品。

高性能安捷伦色谱柱
Agilent J&W 超高性能气相色谱柱提供一致的柱性能和极低的柱流失，有助于获得更低的 LOD 和更准确的数据。为实现高效的液相色谱分离和高重现性结果，请选择 InfinityLab Poroshell 120 液相色谱柱。

安捷伦 MS/MS 和 Q-TOF 仪器
多目标筛查：Agilent 6400 系列 MS/MS LC/MS 和 7000C MS/MS GC/MS
非靶向筛查：Agilent 6500 系列精确质量 Q-TOF 和 7200 GC/Q-TOF

MassHunter 软件
MassHunter 使您能够获得目标和未知物的高质量谱数据。该软件帮助您将实验室数据转化为行动。

安捷伦服务
Agilent CrossLab 提供的全方位企业服务、学习和咨询解决方案以及仪器服务可为您大幅延长正常运行时间、简化管理并保护实验室投资。

如需了解有关安捷伦样品前处理解决方案的更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/sampleprep

本文档中的信息、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, 2016
2016 年 5 月 23 日, 中国出版
5991-6996CHCN