

AGILENT BOND ELUT QUECHERS 키트로 QUECHERS 단계 단순화

1단계 추출 염류 선택

**AOAC 분석법
2007.01:**
6g MgSO₄,
1.5g Na acetate
(5982-5755)

또는

**EN 분석법
15662:**
4g MgSO₄, 1g NaCl,
1g Na citrate, 0.5g disodium
citrate sesquihydrate
(5982-5650)

또는

**기존 QuEChERS
추출:**
10g 시료(5982-5550):
4g MgSO₄, 1g NaCl
15g 시료(5982-5555):
6g MgSO₄, 1.5 NaCl



2단계 세척 매트릭스와 관련된 확산 SPE 키트* 선택

AOAC

5982-5058
400mg PSA, 1,200mg MgSO₄

5982-5258
400mg PSA, 400mg GCB,
1,200mg MgSO₄

5982-5158
400mg PSA, 400mg C18EC,
1,200mg MgSO₄

5982-5456
400mg PSA, 400mg GCB, 400mg
C18EC, 1,200mg MgSO₄

5982-0029
400mg PSA, 400mg C18,
45mg GCB, 1,200mg MgSO₄

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

5982-4956
150mg C18, 900mg MgSO₄

일반 과일 및 채소
극성 유기산, 당류 및 지질 제거

색소가 함유된 과일 및 채소
극성 유기산, 당류 및 지질,
카로티노이드 및 클로로필
제거, 평면구조의 농약과 병용
금지

**색소가 다양 함유된
과일 및 채소**
극성 유기산, 당류 및 지질,
다량의 카로티노이드 및
클로로필 제거, 평면구조의
농약과 병용 금지

**지방 및 왁스가 함유된
과일 및 채소**
극성 유기산, 당류, 지질 및
스테롤 제거

**색소 및 지방이 함유된
과일 및 채소**
극성 유기산, 당류 및 지질,
카로티노이드 및 클로로필
제거, 평면구조의 농약과 병용
금지

고지방 매트릭스
직선형사슬 구조의 지방족
화합물을 포함한 지질 및 기타
지방 간섭 제거, 일부 색소
제거에도 효과적

일반 식품
극성 유기산, 지질, 당류,
단백질, 카로티노이드 및
클로로필을 포함한 모든
매트릭스 간섭 물질 제거

동물성 식품
극성 유기염, 당류, 지질 및
단백질과 같은 매트릭스 간섭
제거

기타 식품
소수성 물질(지방, 지질) 및
단백질을 비롯한 생물학적
매트릭스 간섭 제거

EN

5982-5056
150mg PSA,
900mg MgSO₄

5982-5256
150mg PSA,
15mg GCB,
885mg MgSO₄

5982-5356
150mg PSA,
45mg GCB,
855mg MgSO₄

5982-5156
150mg PSA,
150mg C18EC,
900mg MgSO₄

3단계 분석

표적 스크리닝을 위한 6400 시리즈 Triple Quadrupole LC/MS 또는 7000C Triple Quadrupole GC/MS 시스템 또는 표적 이외 스크리닝을 위한 6500 시리즈 Accurate-Mass Quadrupole Time-of-Flight(Q-TOF) 또는 7200 GC/Q-TOF를 사용하여 Poroshell LC 컬럼 또는 Ultra Inert GC 컬럼으로 분석합니다.



Agilent Bond Elut QuEChERS에 대한 자세한 내용은 www.agilent.com/chem/quechers를 참조하세요

Enhanced Matrix Removal—Lipid

Bond Elut QuEChERS dSPE Enhanced Matrix Removal—Lipid(5982-1010)와 Bond Elut Final Polish for Enhanced Matrix Removal—Lipid(5982-0101 또는 5982-0102)는 고지방 시료의 지질을 제거하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 흡착제는 시료에서 간섭 지질을 제거하고 분석물질을 보존합니다.

**Agilent
UNIVERSITY**

알고 계십니까?

빈틈없는 유연한 학습 솔루션 교육과정을 제공하는 Agilent University

Agilent University가 제공하는 원활한 학습 솔루션은 빈틈 없는 교육과정을 통해 여러분의 자율학습 및 기업교육의 수요를 모두 충족시킬 수 있습니다. Agilent University에서 여러분은 실험실의 수요에 알맞는 새로운 장비나 기존 장비의 분석효율을 최적화하는 다양한 학습 옵션을 확인하실 수 있습니다.

자세히 알아보려면 www.agilent.com/crosslab/university를 방문하세요

*상기 제품은 달리 언급된 경우를 제외하고 15mL 형식의 키트입니다. 애절린트에서는 2mL 형식의 다양한 키트도 제공하고 있습니다.

이 발행물의 정보, 설명 및 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
© Agilent Technologies, Inc. 2015 2015년 11월 20일 한국에서 인쇄 5990-5324K0