

QuEChERS IST KINDERLEICHT MIT DEN AGILENT BOND ELUT QuEChERS-KITS

Schritt 1 EXTRAKTION

Auswahl der Salze

**AOAC-Methode
2007.01:**
6 g MgSO₄,
1,5 g Natriumacetat
(5982-5755)

bzw.

**EN-Methode
15662:**
4 g MgSO₄, 1 g NaCl,
1 g Natriumcitrat, 0,5 g
Dinatriumcitrat Sesquihydrat
(5982-5650)

bzw.

**Original-QuEChERS-
Extraktion:**
10 g Probe (5982-5550):
4 g MgSO₄, 1 g NaCl
15 g Probe (5982-5555):
6 g MgSO₄, 1,5 g NaCl



Schritt 2 REINIGUNG

Auswahl eines für Ihre
Matrix spezifischen
Dispersions-SPE-Kits*

AOAC

5982-5058
400 mg PSA, 1200 mg MgSO₄

5982-5258
400 mg PSA, 400 mg GCB,
1200 mg MgSO₄

5982-5158
400 mg PSA, 400 mg C18EC,
1200 mg MgSO₄

5982-5456
400 mg PSA, 400 mg GCB,
400 mg C18EC, 1200 mg MgSO₄

5982-0029
400 mg PSA, 400 mg C18,
45 mg GCB, 1200 mg MgSO₄

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

5982-4956
150 mg C18, 900 mg MgSO₄

**Früchte und Gemüse
allgemein**
Entfernt polare organische
Säuren, einige Zucker und
Lipide

**Pigmentierte
Früchte und Gemüse**
Entfernt polare organische
Säuren, einige Zucker und
Lipide sowie Carotinoide und
Chlorophyll; nicht geeignet für
planare Pestizide

**Stark pigmentierte
Früchte und Gemüse**
Entfernt polare organische Säuren,
einige Zucker und Lipide sowie
Carotinoide und Chlorophyll in
hohen Konzentrationen; nicht
geeignet für planare Pestizide

**Früchte und Gemüse mit
Fetten und Wachsen**
Entfernt polare organische
Säuren, einige Zucker, mehr
Lipide und Sterole

**Früchte und Gemüse mit
Pigmenten und Fetten**
Entfernt polare organische
Säuren, einige Zucker und
Lipide sowie Carotinoide und
Chlorophyll; nicht geeignet für
planare Pestizide

**Matrices mit hohem
Fettgehalt**
Entfernt Lipide und andere
fettartige Störsubstanzen,
darunter geradkettige
aliphatische Verbindungen
sowie einige Pigmente

Lebensmittel allgemein
Entfernt alle störenden
Matrixkomponenten,
einschließlich polarer
organischer Säuren, Lipide,
Zucker, Proteine, Carotinoide
und Chlorophyll

**Lebensmittel tierischer
Herkunft**
Entfernt störende
Matrixkomponenten wie polare
organische Salze, Zucker,
Lipide und Proteine

Sonstige Lebensmittel
Entfernt störende biologische
Matrixkomponenten,
einschließlich hydrophober
Substanzen (Fette, Lipide)
und Proteine

EN

5982-5056
150 mg PSA,
900 mg MgSO₄

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

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

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

Enhanced Matrix Removal - Lipid

Bond Elut QuEChERS dSPE Enhanced Matrix Removal – Lipid (5982-1010) in Kombination mit Bond Elut Final Polish für Enhanced Matrix Removal – Lipid (5982-0101 oder 5982-0102) ist speziell zur Entfernung von Lipiden aus stark fetthaltigen Proben konzipiert. Das Sorbens entfernt störende Lipide aus den Proben und lässt die Analyten zurück.

Schritt 3 ANALYSE

mit Poroshell LC-Säulen oder Ultra Inert GC-Säulen und dem Triple Quadrupol LC/MS der Serie 6400 oder dem 7000C Triple Quadrupol GC/MS-System für das Target-Screening oder mit Accurate-Mass Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) der Serie 6500 oder dem 7200 GC/Q-TOF für das Non-Target-Screening.



Weitere Informationen über Agilent Bond Elut QuEChERS-Produkte erhalten sie unter www.agilent.com/chem/quechers

**Agilent
UNIVERSITY**

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir bieten jetzt ein umfassendes Curriculum flexibler Schulungslösungen von der Agilent University an.

Die Agilent University bietet Ihnen umfassende flexible Schulungslösungen, die Ihren individuellen und unternehmensweiten Anforderungen an Schulungen gerecht werden. Mit der Agilent University erhalten Sie Zugang zu einem umfangreichen Spektrum an Lernoptionen, die auf die Bedürfnisse Ihres Labors zugeschnitten sind und die Sie bei der Optimierung der Produktivität Ihrer neu erworbenen oder vorhandenen Geräte unterstützen.

Mehr Infos unter www.agilent.com/crosslab/university

*Gezeigt sind Kits mit 15-ml-Format, sofern nicht anders angegeben. Agilent bietet auch zahlreiche Kits mit 2-ml-Format an.

Änderungen vorbehalten.
© Agilent Technologies, Inc. 2015 Gedruckt in den USA, 20. November 2015 5990-5324DEE