

LA TECNICA QuEChERS SEMPLICE COME CONTARE FINO A 3 CON I KIT AGILENT BOND ELUT QuEChERS

Fase 1 ESTRAI

Scegli i tuoi sali

Metodo AOAC 2007.01:

6 g di MgSO₄,
1,5 g di Na acetato
(5982-5755)

oppure

Metodo EN 15662:

4 g di MgSO₄, 1 g di NaCl,
1 g di Na citrato, 0,5 g di disodio
citrato sesquidrato
(5982-5650)

oppure

Estrazione QueChERS originale:

10 g di campione (5982-5550):
4 g di MgSO₄, 1 g di NaCl
15 g di campione (5982-5555):
6 g di MgSO₄, 1,5 g di NaCl



Fase 2 PULISCI

Scegli un kit per
dispersione SPE*
specifico per la tua
matrice

AOAC

5982-5058

400 mg di PSA, 1.200 mg
di MgSO₄

Frutta e verdura in genere
Rimuove gli acidi organici polari
e alcuni zuccheri e lipidi

5982-5258

400 mg di PSA, 400 mg di GCB,
1.200 mg di MgSO₄

Frutta e verdura pigmentata
Rimuove gli acidi organici
polari, alcuni zuccheri e lipidi,
nonché carotenoidi e clorofilla;
non indicato per i pesticidi
planari

5982-5158

400 mg di PSA, 400 mg di
C18EC, 1.200 mg di MgSO₄

**Frutta e verdura con
grassi e cere**
Rimuove gli acidi organici
polari, alcuni zuccheri, nonché
lipidi e steroli

5982-5456

400 mg di PSA, 400 mg di GCB,
400 mg di C18EC, 1.200 mg di MgSO₄

**Frutta e verdura con
pigmenti e grassi**
Rimuove gli acidi organici
polari, alcuni zuccheri e lipidi,
nonché carotenoidi e clorofilla;
non indicato per i pesticidi
planari

5982-0029

400 mg di PSA, 400 mg di C18,
45 mg di GCB, 1.200 mg di MgSO₄

**Matrici ad alto contenuto
di grassi**
Rimuove i lipidi e altre
interferenze grasse, inclusi
composti alifatici a catena
diritta; efficace anche per la
rimozione di alcuni pigmenti

5982-4950

50 mg di PSA, 150 mg di C18EC,
900 mg di Na₂SO₄ (2 mL)

Alimenti in generale
Rimuove tutti i materiali che
interferiscono con la matrice,
compresi acidi organici polari,
lipidi, zuccheri, proteine,
carotenoidi e clorofilla

5982-4956

150 mg di C18, 900 mg di MgSO₄

Altri alimenti
Rimuove le interferenze dovute
a matrici biologiche, incluse
sostanze idrofobe (grassi e
lipidi) e proteine

EN

5982-5056

150 mg di PSA,
900 mg di MgSO₄

Frutta e verdura in genere
Rimuove gli acidi organici polari
e alcuni zuccheri e lipidi

5982-5256

150 mg di PSA,
15 mg di GCB,
885 mg di MgSO₄

Frutta e verdura pigmentata
Rimuove gli acidi organici
polari, alcuni zuccheri e lipidi,
nonché carotenoidi e clorofilla;
non indicato per i pesticidi
planari

5982-5356

150 mg di PSA,
45 mg di GCB,
855 mg di MgSO₄

**Frutta e verdura altamente
pigmentata**
Rimuove gli acidi organici
polari, alcuni zuccheri e
lipidi, nonché livelli elevati di
carotenoidi e clorofilla; non
indicato per i pesticidi planari

5982-5156

150 mg di PSA,
150 mg di C18EC,
900 mg di MgSO₄

**Frutta e verdura con
grassi e cere**
Rimuove gli acidi organici
polari, alcuni zuccheri, nonché
lipidi e steroli

Enhanced Matrix Removal—Lipid

Bond Elut QuEChERS dSPE Enhanced Matrix Removal—Lipid (5982-1010) in associazione con Bond Elut Final Polish for Enhanced Matrix Removal—Lipid (5982-0101 o 5982-0102) è progettato specificatamente per rimuovere i lipidi da campioni ad alto contenuto di grassi. L'adsorbente rimuove i lipidi interferenti dai campioni, lasciando gli analiti in soluzione.

Fase 3 ANALIZZA

con le colonne per LC Poroshell o le colonne per GC Ultra Inert tramite il sistema LC/MS Agilent serie 6400 a triplo quadrupolo o il sistema GC/MS Agilent 7000C a triplo quadrupolo per lo screening mirato o il quadrupolo time-of-flight (Q-TOF) Accurate Mass Agilent serie 6500 o il GC/Q-TOF 7200 per lo screening non mirato.



Per maggiori informazioni sui prodotti Agilent Bond Elut QuEChERS visita www.agilent.com/chem/quechers

Agilent
UNIVERSITY

LO SAPEVI CHE...

offriamo una gamma completa di soluzioni di formazione flessibili con l'Agilent University.

Agilent University soddisfa tutte le esigenze formative individuali e aziendali, offrendo un programma completo di formazione con soluzioni flessibili. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze del tuo laboratorio e ottimizzare la produttività di strumenti nuovi o già esistenti.

Maggiori informazioni su www.agilent.com/crosslab/university

*Qui sono illustrati i kit in formato da 15 mL, se non indicato altrimenti. Agilent offre anche molti kit in formato da 2 mL.

Le informazioni, descrizioni e specifiche fornite possono variare senza preavviso.
© Agilent Technologies, Inc. 2015. Stampato negli U.S.A. 20 novembre 2015 5990-5324ITE