

# QuEChERS SIMPLE COMME BONJOUR GRÂCE AUX KITS AGILENT BOND ELUT QuEChERS

## Étape 1 EXTRAIRE

Sélectionnez vos sels

### Méthode AOAC 2007.01 :

6 g de MgSO<sub>4</sub>,  
1,5 g d'acétate de Na  
(5982-5755)

OU

### Méthode européenne EN 15662 :

4 g de MgSO<sub>4</sub>, 1 g de NaCl,  
1 g de citrate de Na, 0,5 g de  
citrate disodique sesquihydraté  
(5982-5650)

OU

### Extraction QuEChERS d'origine :

Échantillon de 10 g (5982-5550) :  
4 g de MgSO<sub>4</sub>, 1 g de NaCl  
Échantillon de 15 g (5982-5555) :  
6 g de MgSO<sub>4</sub>, 1,5 g de NaCl



## Étape 2 NETTOYER

Choisissez un kit  
d'extraction SPE\*  
spécifique à votre  
matrice

AOAC

5982-5058

400 mg de PSA,  
1 200 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes en général

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres et  
lipides

5982-5258

400 mg de PSA, 400 mg de GCB,  
1 200 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes pigmentés

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres et  
lipides, ainsi que les caroténoïdes  
et la chlorophylle ; ne pas utiliser  
avec les pesticides planaires

5982-5158

400 mg de PSA, 400 mg de  
C18EC, 1 200 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes contenant des graisses et des cires

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres,  
davantage de lipides et de stérols

5982-5456

400 mg de PSA, 400 mg de GCB, 400 mg  
de C18EC, 1 200 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes contenant des pigments et des graisses

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres et  
lipides, ainsi que les caroténoïdes  
et la chlorophylle ; ne pas utiliser  
avec les pesticides planaires

5982-0029

400 mg de PSA, 400 mg de C18,  
45 mg de GCB, 1 200 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Matrices riches en graisses

Élimine les lipides et les  
autres interférences lipidiques,  
notamment les composés  
aliphatiques à chaîne linéaire ;  
également efficace pour éliminer  
certains pigments

5982-4950

50 mg de PSA, 150 mg de C18EC,  
900 mg de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (2 mL)

### Alimentation d'origine animale

Élimine les interférences dues  
à la matrice comme les sels  
organiques polaires, les sucres,  
les lipides et les protéines

5982-4956

150 mg de C18, 900 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Autres aliments

Élimine les interférences dues  
à la matrice biologique, dont  
les substances hydrophobes  
(graisses, lipides) et les protéines

EN

5982-5056

150 mg de PSA,  
900 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes en général

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres et  
lipides

5982-5256

150 mg de PSA,  
15 mg de GCB,  
885 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes pigmentés

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres et  
lipides, ainsi que les caroténoïdes  
et la chlorophylle ; ne pas utiliser  
avec les pesticides planaires

5982-5356

150 mg de PSA,  
45 mg de GCB,  
855 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes fortement pigmentés

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres et lipides,  
ainsi que les caroténoïdes et la  
chlorophylle présents en grandes  
quantités ; ne pas utiliser avec des  
pesticides planaires

5982-5156

150 mg de PSA,  
150 mg de C18EC,  
900 mg de MgSO<sub>4</sub>

### Fruits et légumes contenant des graisses et des cires

Élimine les acides organiques  
polaires, certains sucres,  
davantage de lipides et de stérols

## Étape 3 ANALYSER

Grâce aux colonnes de LC Poroshell ou aux colonnes  
de GC ultra inertes montées sur le système de LC/MS  
Agilent triple quadripôle série 6400 ou le système  
de GC/MS triple quadripôle 7000C pour le dépistage  
ciblé, ou le système quadripôle à temps de vol de masse  
exacte série 6500 ou le système GC quadripôle à temps  
de vol 7200 pour le dépistage non ciblé.



Pour plus d'informations concernant les kits Agilent Bond Elut QuEChERS,  
rendez-vous sur [www.agilent.com/chem/quechers](http://www.agilent.com/chem/quechers)

### Enhanced Matrix Removal— Lipid (EMR - Lipid) (Élimination améliorée de la matrice lipidique)

Bond Elut QuEChERS dSPE Enhanced Matrix Removal—Lipid (5982-1010), associé aux tubes de finition Bond Elut Final Polish pour Enhanced Matrix Removal—Lipid (5982-0101 ou 5982-0102), est conçu de façon spécifique pour éliminer les lipides des échantillons à haute teneur en lipides. L'adsorbant élimine les lipides interférents des échantillons tout en laissant les analytes.

Agilent  
UNIVERSITY

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous proposons dorénavant une gamme complète de formations souples via Agilent University.

Agilent University se charge de tous vos besoins en matière de formation individuelle ou en groupe en proposant un cursus complet de formations souples. À Agilent University, vous trouverez un grand choix de formations répondant aux besoins de votre laboratoire, et permettant d'optimiser la productivité de vos équipements, actuels ou nouveaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.agilent.com/crosslab/university](http://www.agilent.com/crosslab/university)

\*Kits de 15 mL, sauf indication contraire. Agilent propose également un grand nombre de kits de 2 mL.

Les informations, descriptions et spécifications de cette publication peuvent être modifiées sans préavis.  
© Agilent Technologies, Inc. 2015 Imprimé aux États-Unis. 20 novembre 2015 5990-5324FR