

Protocoles recommandés pour l'élimination améliorée de la matrice lipidique-Lipides

Présentation technique

Introduction

La méthode QuEChERS et la précipitation de protéines sont des moyens de préparation d'échantillons largement acceptés et adoptés dans le secteur alimentaire ainsi que dans de nombreux autres secteurs. L'élimination des lipides est fortement recommandée car ceux-ci diminuent la performance de la méthode et la durée de vie de l'instrument provoquant des interférences, des dépôts dans le circuit analytique, et des effets de matrice en spectrométrie de masse.

Le besoin d'élimination lipidique est bien compris, mais les méthodes actuelles sacrifient souvent le rendement analytique, éliminant avec les lipides certains analytes cibles.

Désormais, vous n'avez plus à choisir entre l'élimination lipidique et le rendement analytique, car avec les Bond Elut QuEChERS pour l'élimination améliorée de la matrice lipidique vous obtenez l'élimination lipidique la plus complète et le meilleur rendement analytique de tous les produits de préparation d'échantillons.

L'élimination améliorée de la matrice lipidique-Lipides (EMR-Lipides), contrairement à tout autre type de préparation d'échantillons, est un adsorbant unique qui élimine les lipides par sélectivité dans les matrices complexes, vous pouvez donc éliminer les lipides sans perdre vos analytes.

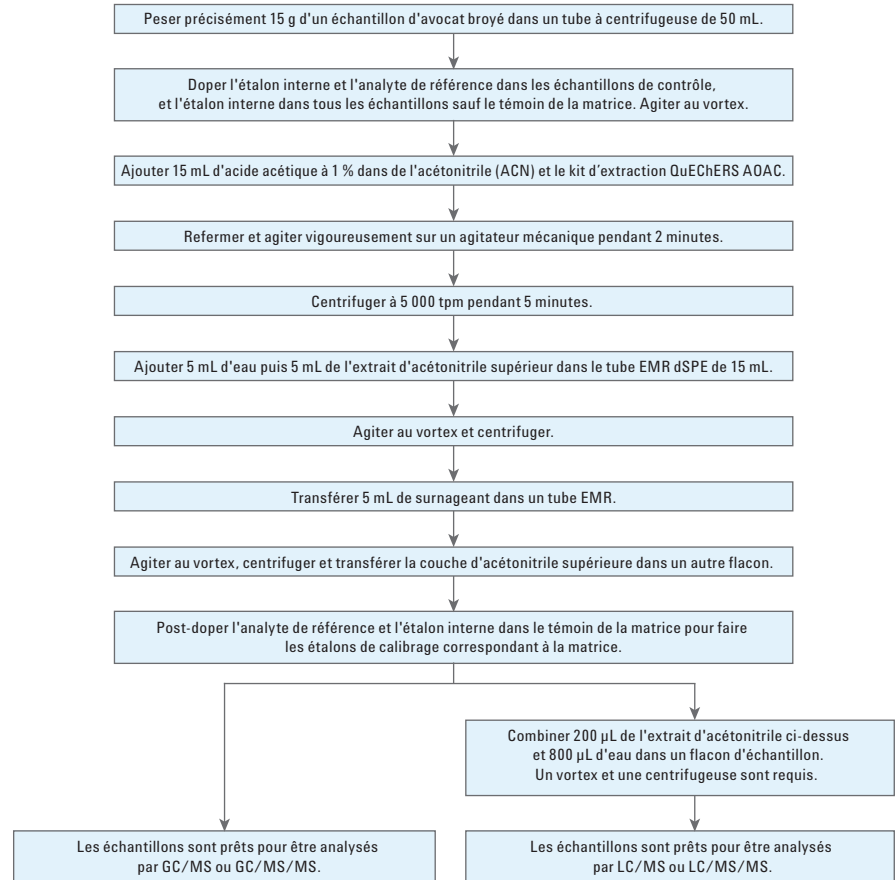
De plus, l'EMR-Lipides utilise un format d'extraction en phase solide dispersive (dSPE) pratique vous permettant de simplement l'introduire dans vos procédures de travail de préparation d'échantillons actuelles. La technologie EMR-Lipides innovante élimine efficacement les lipides d'une large gamme d'échantillons en utilisant un matériau adsorbant simple, quel que soit le contenu lipidique de l'échantillon.

Les protocoles standards permettent d'éviter le développement de méthodes extensives, précédemment requises pour manipuler des échantillons avec des matrices lipidiques. Les protocoles prédéfinis diminuent aussi le besoin de formation rigoureuse et de documentation, ce qui réduit la complexité, optimise la productivité du laboratoire et abaisse les coûts de fonctionnement.

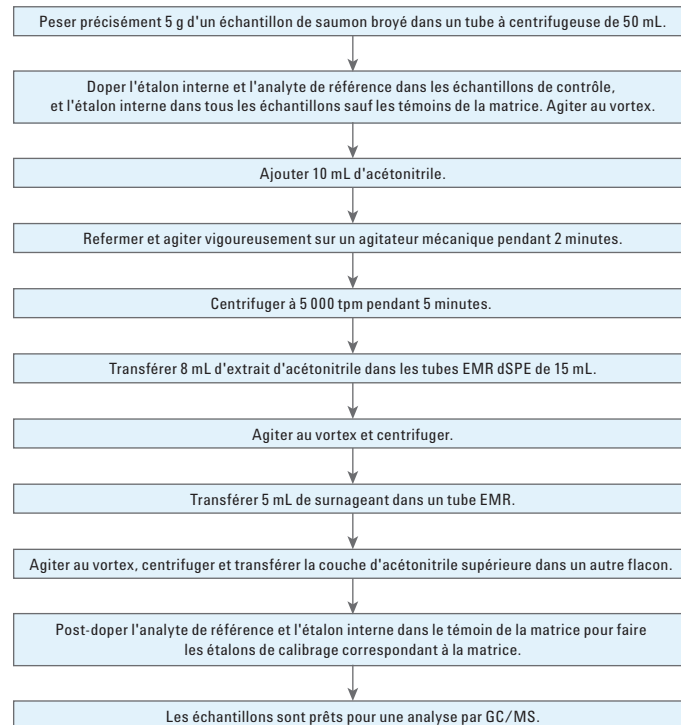


Agilent Technologies

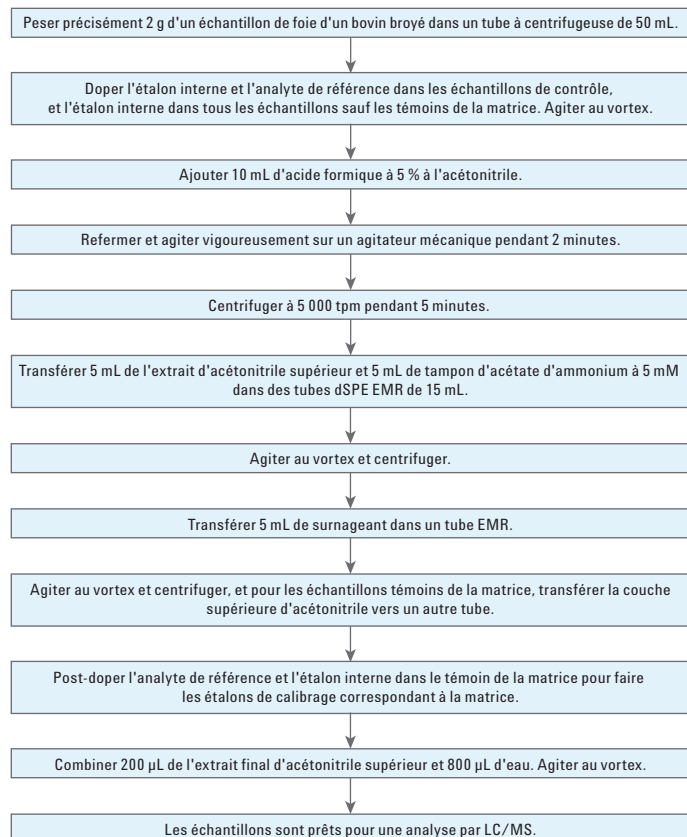
Protocole QuEChERS-EMR pour l'analyse multi-résidus de pesticides dans de l'avocat



Protocole modifié EMR pour l'analyse de PAHs dans du saumon



Protocole PPT-EMR pour l'analyse multi-résidus de médicaments vétérinaires dans le foie d'un bovin



www.agilent.com/chem

Agilent décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans le présent document, ainsi qu'en cas de dommages fortuits ou consécutifs à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.

Les informations, descriptions et spécifications de cette publication peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc., 2015
Imprimé aux USA, le 10 juillet 2015
5991-6057FR



Agilent Technologies