

Protocolos recomendados para la extracción mejorada de matriz en lípidos

Resumen técnico

Introducción

Los kits QuEChERS Agilent SampliQ y la precipitación de proteínas son métodos de preparación de muestras ampliamente aceptados y adoptados en la industria alimentaria y en muchas otras. La extracción de lípidos es altamente deseable ya que estos reducen el rendimiento del método y la vida útil del instrumento al incorporar interferencias, depositarse en el paso de flujo analítico y provocar efectos de matriz en la espectrometría de masas.

La necesidad de extracción de lípidos es muy comprensible, pero los métodos actuales con frecuencia sacrifican la recuperación de los analitos, al extraer algunos de los analitos objetivo junto con los lípidos.

Ahora, ya no tendrá que elegir entre extracción de lípidos y recuperación de los analitos, pues la extracción mejorada de matriz en lípidos de los kits QuEChERS Agilent SampliQ de Bond Elut ofrece la extracción de lípidos y la recuperación de los analitos más completas que pueda ofrecer un producto de preparación de muestras.

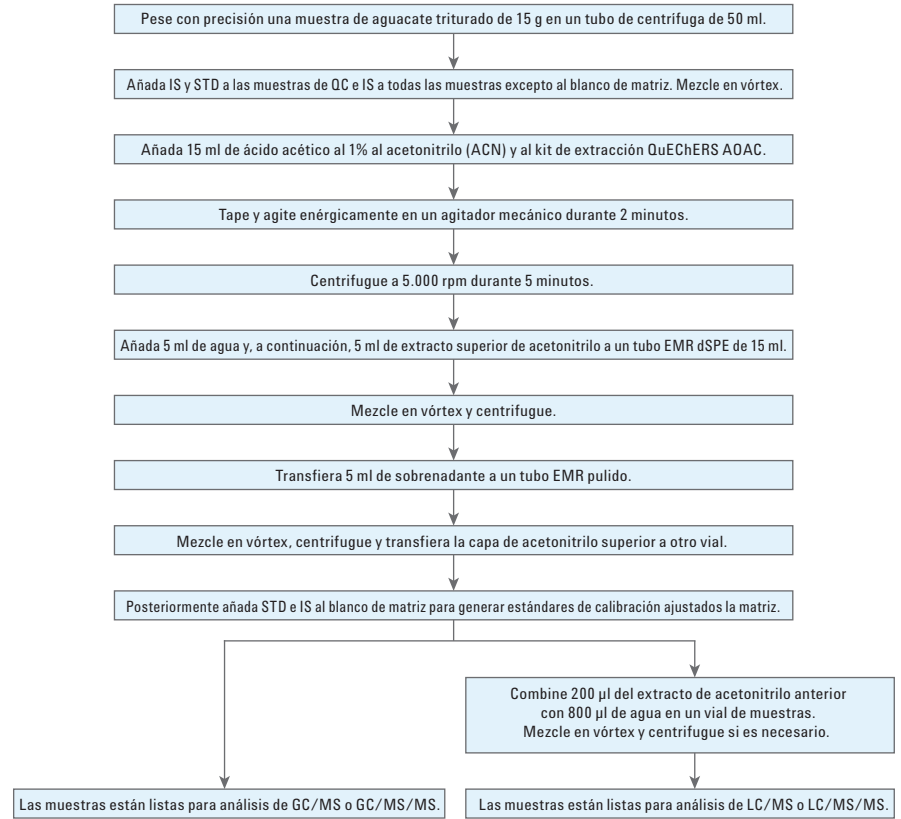
La extracción mejorada de matriz en lípidos (EMR de lípidos), a diferencia de otros tipos de preparación de muestras, es un absorbente exclusivo que extrae de manera selectiva los lípidos en matrices complejas, lo que permite la extracción de lípidos sin pérdida de analitos.

Además, la EMR de lípidos usa un práctico formato de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE), lo que permite incorporarlo con facilidad al flujo de trabajo de preparación de muestras actual. La innovadora tecnología de EMR de lípidos extrae con eficacia los lípidos de una gran variedad de muestras mediante un solo material absorbente, independientemente del contenido graso de la muestra.

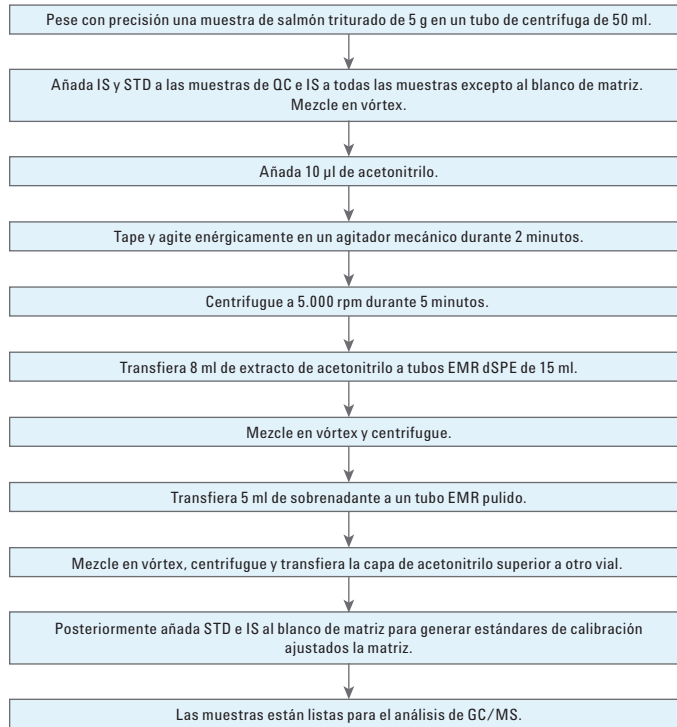
Los protocolos estándar eliminarán la necesidad de un desarrollo de método amplio, que era necesario anteriormente para el procesamiento de muestras con matrices grasas. Además, los protocolos predefinidos reducen la necesidad de formación y documentación rigurosas, al reducir la complejidad y aumentar la productividad del laboratorio para reducir los costes operativos.



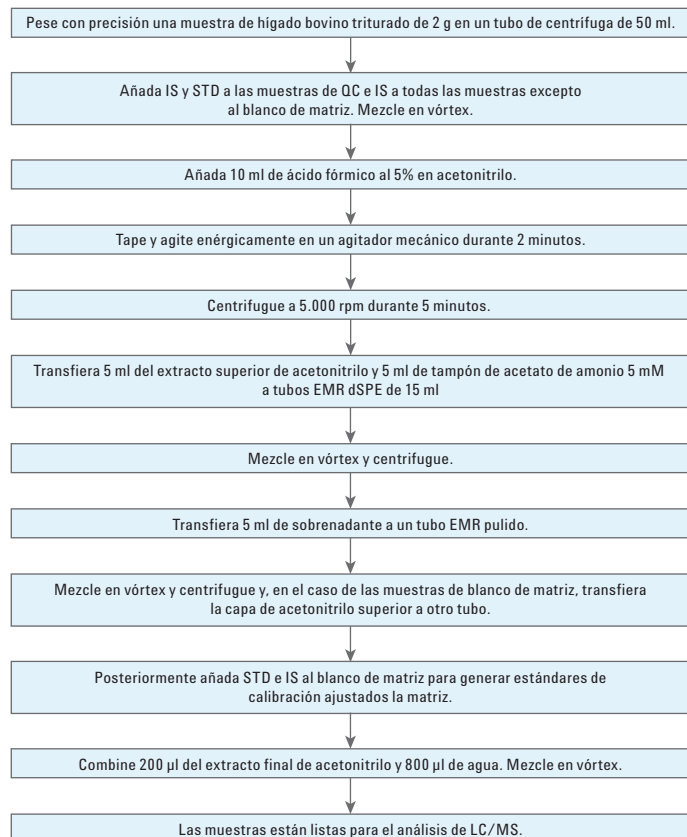
Protocolo de kits QuEChERS Agilent SampliQ EMR para el análisis de multiresiduos de pesticidas en aguacate



Protocolo modificado EMR para el análisis de PAH en salmón



Protocolo PPT-EMR para el análisis de multirresiduos de fármacos veterinarios en hígado bovino



www.agilent.com/chem

Agilent no se responsabiliza de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o emergentes asociados al suministro, la interpretación o el uso de este material.

La información, las descripciones y las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2015
Impreso en EE. UU.
el 10 de julio de 2015
5991-6057ES



Agilent Technologies