

Protocolli consigliati per la rimozione migliorata dei lipidi dalla matrice

Caratteristiche tecniche

Introduzione

QuEChERS e la precipitazione delle proteine sono metodi di preparazione del campione ampiamente accettati e adottati nel settore alimentare e non solo. La rimozione dei lipidi è altamente consigliata poiché essi riducono la prestazione del metodo e la durata dello strumento, causando interferenze, depositi nel percorso del flusso analitico ed effetti della matrice nella spettrometria di massa.

La necessità di rimuovere i lipidi è ormai ben chiara, ma i metodi attuali spesso sacrificano il recupero degli analiti; insieme ai lipidi vengono infatti rimossi alcuni degli analiti target.

Ora, non è più necessario scegliere tra rimozione dei lipidi e recupero degli analiti: Bond Elut QuEChERS per la rimozione migliorata dei lipidi dalla matrice consente la completa rimozione dei lipidi e il totale recupero degli analiti in qualsiasi prodotto per la preparazione del campione.

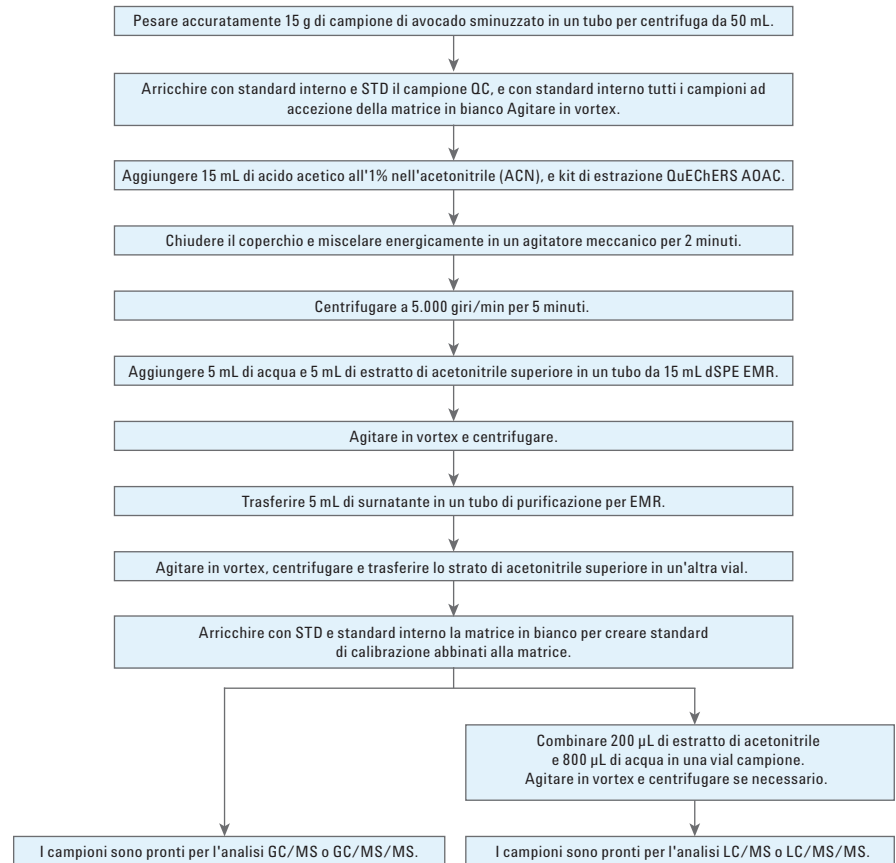
EMR-Lipid (rimozione migliorata dei lipidi della matrice), a differenza di altri tipi di preparazione del campione, è un sorbente unico che rimuove in maniera selettiva i lipidi dalle matrici complesse, consentendo la rimozione dei lipidi senza la perdita degli analiti.

Inoltre, EMR-Lipid utilizza un apposito formato per l'estrazione in fase solida dispersa (dSPE), che può essere integrato nel normale flusso di lavoro per la preparazione del campione. L'innovativa tecnologia EMR-Lipid rimuove in maniera efficace i lipidi da un'ampia gamma di campioni utilizzando un unico materiale sorbente, indipendentemente dal contenuto di grassi del campione.

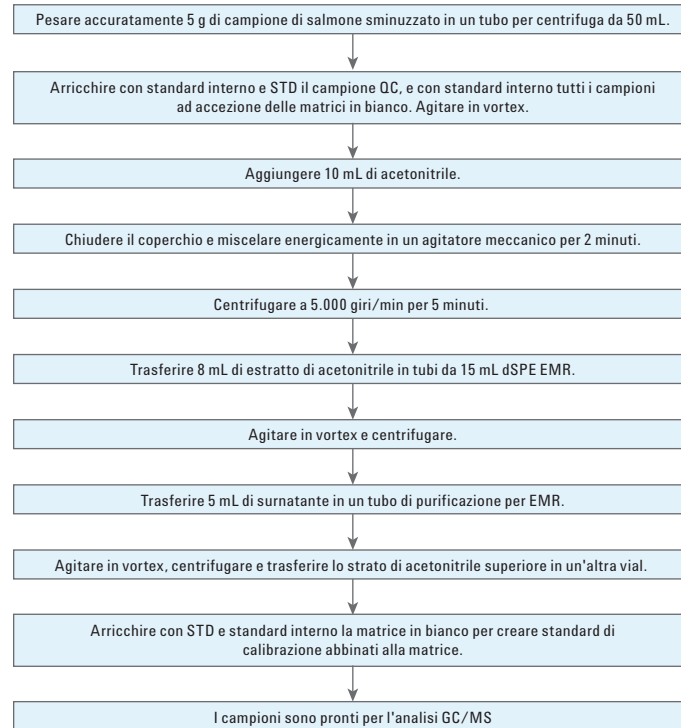
I protocolli standard non avranno più bisogno dello sviluppo di metodi estensivi, precedentemente necessari per gestire campioni con matrici grasse. Dei protocolli predefiniti limiteranno anche la necessità di formazione e documentazione rigorose, riducendo la complessità e semplificando la produttività del laboratorio al fine di diminuire i costi operativi.



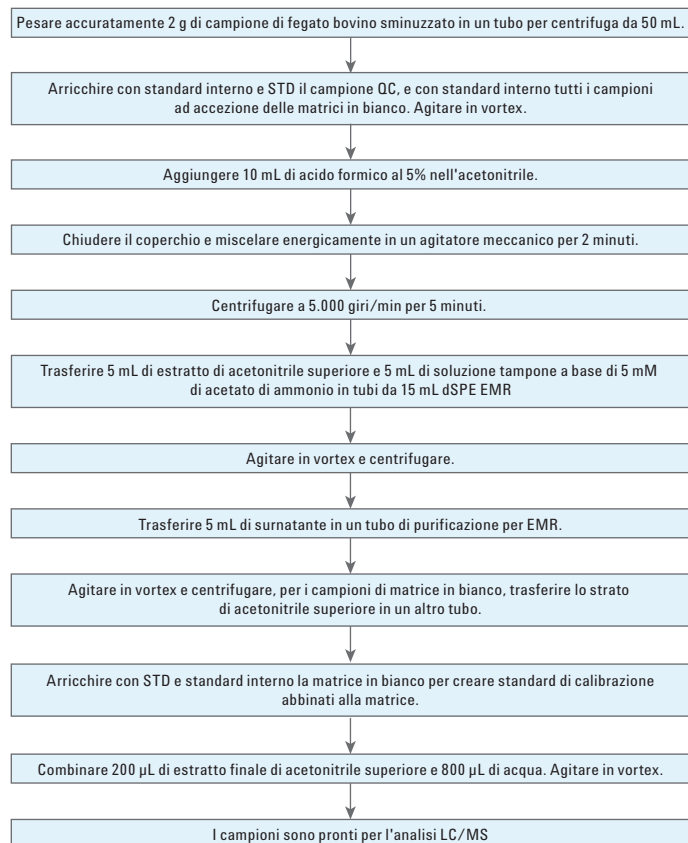
Protocollo QuEChERS-EMR per analisi multiresiduali di pesticidi nell'avocado



Protocollo EMR modificato per analisi di PAH nel salmone



Protocollo PPT-EMR per analisi multiresiduali di farmaci veterinari nel fegato bovino



www.agilent.com/chem

Agilent non può essere ritenuta responsabile per errori contenuti nella presente pubblicazione o per danni accidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale.

Le informazioni, descrizioni e specifiche fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2015
Stampato negli Stati Uniti
10 luglio 2015
5991-6057ITE



Agilent Technologies