

Empfohlene Protokolle für verbesserte Matrix-Entfernung mit Lipiden

Technische Übersicht

Einführung

QuEChERS und Proteinfällung sind weit verbreitete akzeptierte und verwendete Methoden zur Probenvorbereitung in der Lebensmittelbranche und anderen Bereichen. Die Entfernung von Lipiden hierbei ist äußerst wünschenswert, da diese durch störende Substanzen in der Matrix, Ablagerungen im Flussweg und Matrixeffekte in der Massenspektrometrie die Leistungsfähigkeit von Methoden verringern und die Lebensdauer von Geräten verkürzen können.

Die Notwendigkeit für das Entfernen von Lipiden ist bekannt, aber bei den aktuellen Methoden bleibt die Wiederfindung der Analyten oft auf der Strecke, da diese Methoden zusammen mit den Lipiden auch die Zielanalyten entfernen.

Nun müssen Sie nicht mehr zwischen der Entfernung von Lipiden und der Wiederfindung der Analyten wählen. Bond Elut QuEChERS mit der verbesserten Matrix-Entfernung von Lipiden (EMR-Lipid) bietet die umfassendste Entfernung von Lipiden und Wiederfindung der Analyten bei den Produkten zur Probenvorbereitung.

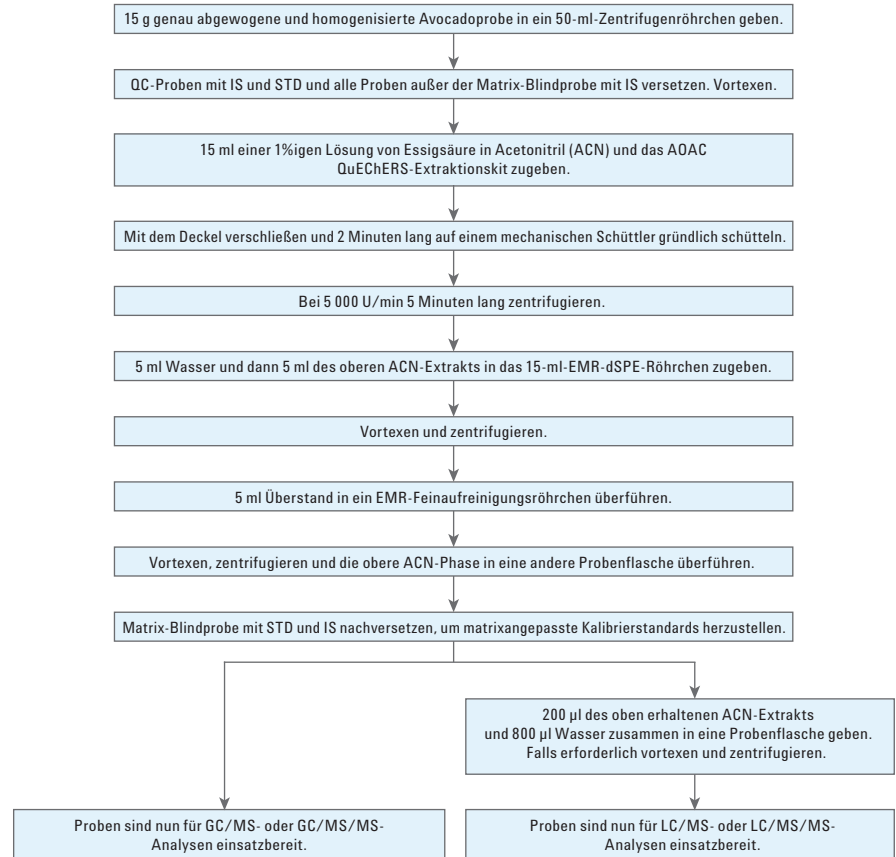
EMR-Lipid ist im Gegensatz zu anderen Produkten zur Probenvorbereitung ein einzigartiges Sorbens, das selektiv Lipide aus komplexen Matrices entfernt, sodass Sie Lipide entfernen können, ohne Ihre Analyten zu verlieren.

Außerdem verwendet die EMR-Lipid ein praktisches Format der dispersiven Festphasenextraktion, das Sie einfach in Ihren aktuellen Arbeitsablauf bei der Probenvorbereitung integrieren können. Die innovative EMR-Lipid-Technologie entfernt effizient Lipide aus einer Vielzahl von Proben aufgrund der Verwendung eines einzigen Sorbensmaterials, unabhängig vom Fettgehalt der Probe.

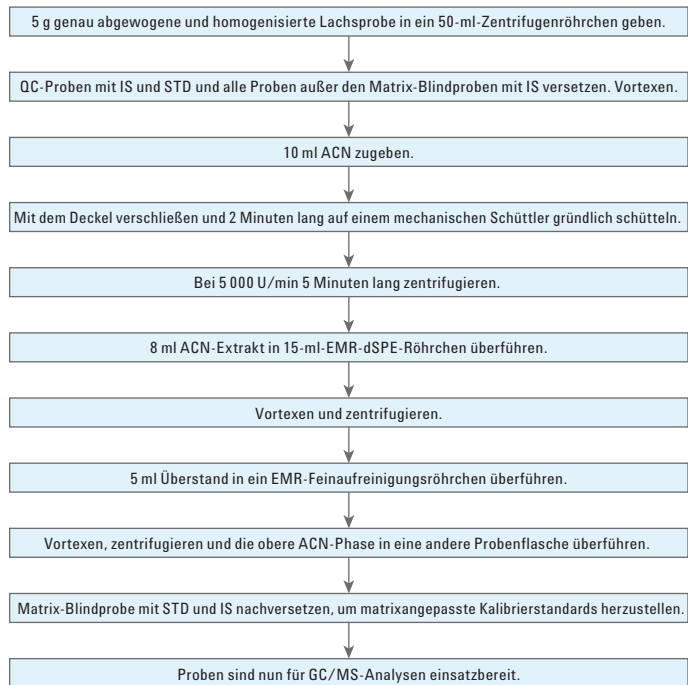
Eine umfangreiche Methodenentwicklung, wie sie früher für fetthaltige Matrices üblich war, entfällt dank der Standardprotokolle. Vorgefertigte Protokolle verringern auch die notwendige Schulung und Dokumentation, wodurch die Komplexität der Laborarbeit verringert und die Produktivität im Labor optimiert wird. So können Betriebskosten reduziert werden.



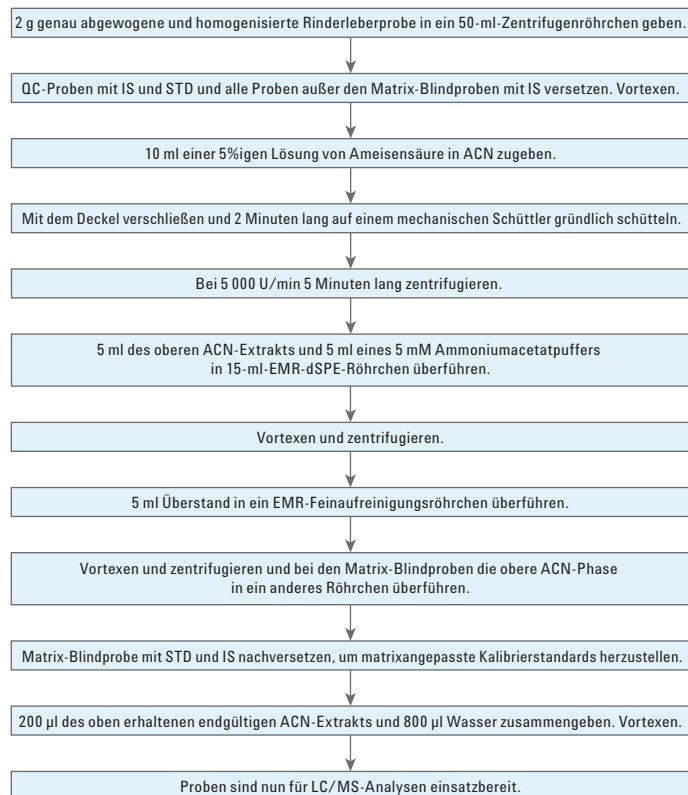
QuEChERS-EMR-Protokoll für Multirückstands-Analyse von Pestiziden in Avocado



Modifiziertes EMR-Protokoll für die Analyse von PAK in Lachs



PPT-EMR-Protokoll für Multirückstands-Analyse von Tierarzneimitteln in Rinderleber



www.agilent.com/chem

Agilent haftet weder für hierin enthaltene Fehler noch für Neben- oder Folgeschäden in Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc., 2015
Gedruckt in den USA,
10. Juli 2015
5991-6057DEE



Agilent Technologies