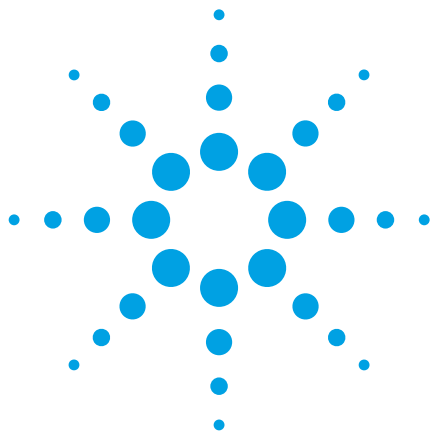




Рекомендуемые протоколы для использования продуктов для усовершенствованного удаления матрицы — очистки от липидов

Технический обзор

Введение

Продукты QuEChERS и осаждение белков широко используются при пробоподготовке в анализе пищевых продуктов и во многих других сферах. Удаление липидов, находящихся в пробах, крайне желательно, поскольку они снижают эффективность аналитических методик и сокращают срок службы приборов, порождая интерференции, образуя отложения в аналитическом тракте и вызывая эффекты матрицы при масс-спектральном анализе.

Нет сомнения в необходимости удаления липидов, но в результате использования существующих методик при их удалении теряется и часть определяемого вещества.

Теперь вам не нужно решать, что важнее: удалить липиды или максимально извлечь определяемое вещество, потому что продукты для усовершенствованного удаления матрицы — очистки от липидов Bond Elut QuEChERS обеспечивают наиболее полное удаление липидов и извлечение аналитов среди всех продуктов для пробоподготовки.

В продуктах для усовершенствованного удаления из матрицы — очистки от липидов (EMR-Lipid), в отличие от других продуктов для пробоподготовки, используется уникальный сорбент, благодаря которому липиды из сложных матриц удаляются избирательно, без потери аналитов.

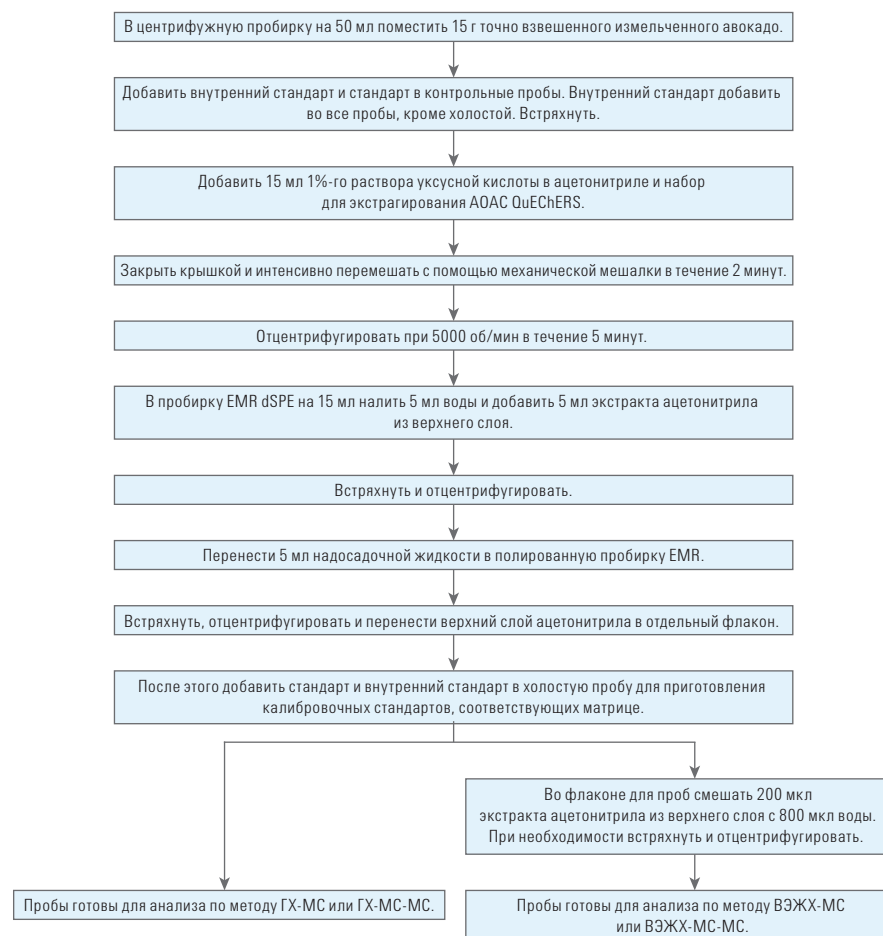
Кроме этого, продукты EMR-Lipid используют дисперсионную твердофазную экстракцию (дТФЭ), удобный подход, позволяющий легко добавить соответствующий шаг в последовательность процессов пробоподготовки. Инновационная технология EMR-Lipid использует единый сорбент для широкого диапазона проб, эффективно удаляя липиды независимо от жиросодержания пробы.

Использование стандартных протоколов устраняет необходимость в трудоемкой разработке методик, прежде неизбежной при работе с пробами с жиросодержащими матрицами. Использование заранее разработанных протоколов также снижает требования к уровню обучения персонала и объему документирования операций, позволяя снизить сложность работы и оптимизировать производительность лаборатории, а в итоге — снизить эксплуатационные расходы.

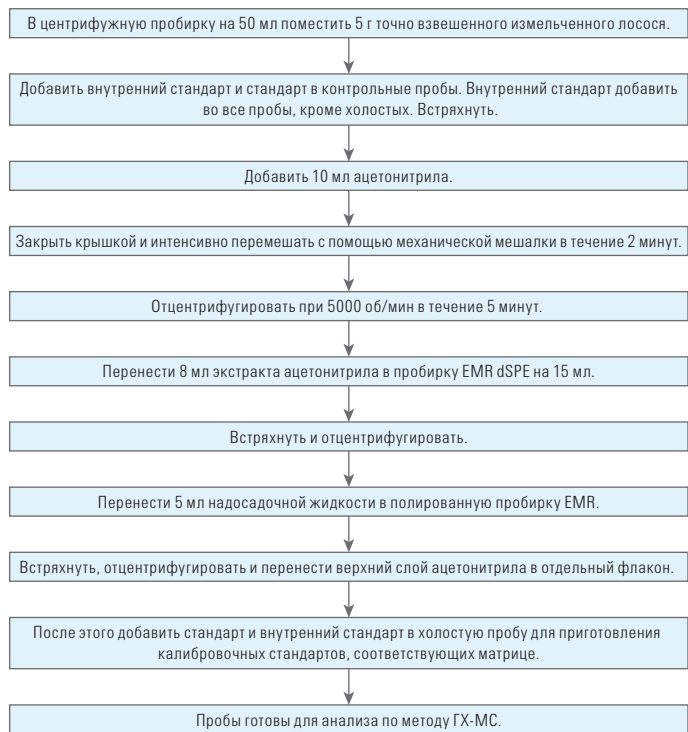


Agilent Technologies

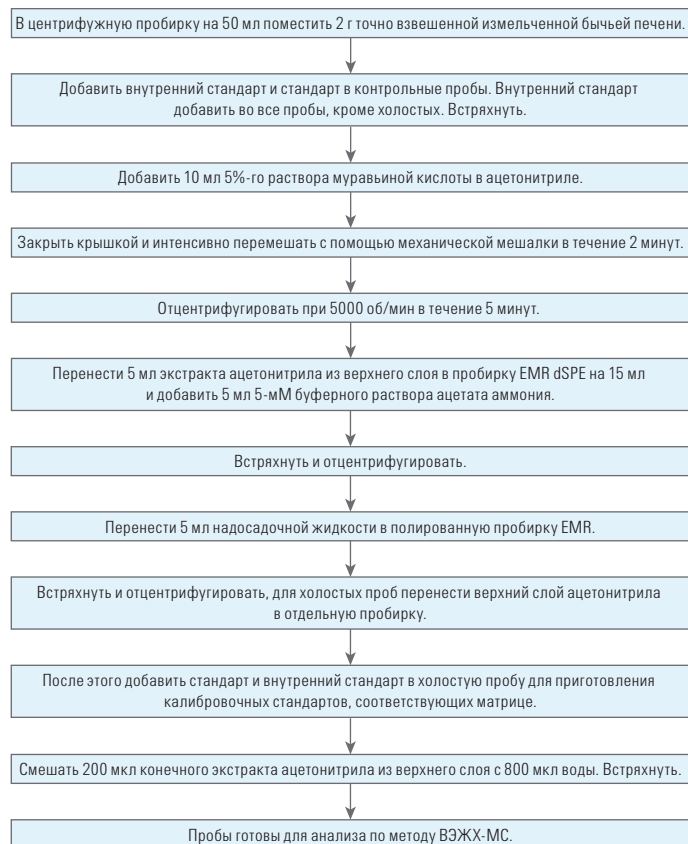
Протокол QuEChERS-EMR для многокомпонентного анализа остаточных количеств пестицидов в авокадо



Протокол анализа полиароматических углеводов в лососе, модифицированный с использованием технологии EMR



Протокол многокомпонентного анализа остаточных количеств ветеринарных медикаментов в говяжьей печени с использованием осаждения белков и технологии EMR



www.agilent.com/chem

Компания Agilent не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем документе, а также за убытки, связанные или являющиеся следствием получения настоящего документа, ознакомления с ним и его использования.

Информация, описания и спецификации в настоящем документе могут быть изменены без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2015
Напечатано в США
10 июля 2015 г.
5991-6057RU



Agilent Technologies