

Agilent Captiva EMR-Lipid メソッドガイド

96 ウェルプレートおよび 1 mL カートリッジ形式の一般的な手順:

Agilent Captiva EMR-Lipid カートリッジと 96 ウェルプレートを用いることで、脂質が含まれるサンプルをウェル内で効率的に除タンパク処理、ろ過、クリーンアップできます。フィルタ設計の改良により、真空圧または陽圧によるフローが容易になり、溶出中に詰まることなく solvent-first で除タンパク処理できます。画期的な EMR-Lipid 充填剤により、分析対象物の回収率に影響を与えずに高い選択性と効率で脂質/マトリックスを除去できます。効率的なマトリックス除去により、ターゲット化合物のイオン抑制または促進が最小限になり、メソッドの信頼性と耐久性が大幅に向上します。

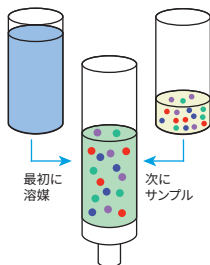
96 ウェルプレートはハイスループットワークフローに最適です。また 1 mL カートリッジは少量バッチのニーズに対応できます。



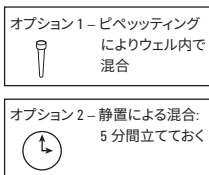
Agilent Technologies

Agilent Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレートおよび 1 mL カートリッジ製品の操作手順とガイド

1. 変性溶媒とサンプルを添加*



2. 混合してタンパク質を沈殿させる



3. ろ過



* または、タンパク処理 (ステップ1 および2) を
オフライン (オプション3) で実行し、その時点で
サンプルをステップ3に移行できます。

● 塩 ● タンパク質 ● 脂質 ● 分析対象物



ユーザーガイド

タンパク処理ワークフロー

製品構成	96 ウェルプレートまたは 1 mL カートリッジ
サンプル量	20 ~ 200 μ L
サンプル処理	粉碎溶媒の比率: 3:1 ~ 5:1 の ACN + (サンプルに対して) 1% のギ酸。3:1 と 4:1 が最も一般的です。 全体量が 500 μ L 未満の場合は、さらに 4:1 の ACN:H ₂ O を追加して、最小量の 500 μ L に達するようにします。 タンパク処理を最大化しゲル化を防ぐには、MeOH より ACN が適しています。
サンプルの添加順序	1) 変性溶媒 2) サンプル
混合	オプション 1: ウェル内攪拌混合。ウェル内タンパク処理の場合は、(できれば大口径ピペットチップを使用し) 3 ~ 5 回ペッティングをしてください。 オプション 2: 静置による混合。5 分間静置し、完全にタンパク処理されるようにします。 オプション 3: 除タンパク処理および混合を個別のチューブで実施後遠心分離し、最終的に Captiva EMR-Lipid ウェル/カートリッジに移行できます。
パススルー過およびクリーンアップ	2 ~ 5 Hg の真空でフローが始まります。陽圧 (3 ~ 4 psi) も使用できます。 最適な脂質除去のためには、3 ~ 5 秒ごとに 1 滴となるように流量を制御することを強く推奨します。 溶出後はさらに高い真空圧または陽圧をかけて、サンプル回収率を最大化します。 流量はサンプルの種類、新しさ、混合によって変わります。 真空圧および陽圧の代替方法として、遠心分離があります。96 ウェルプレートの場合は、500 ~ 800 rpm で 10 分間以上を推奨します。 遠心分離の速度と時間は、サンプルの量とマトリックスによって異なります。

Agilent Captiva EMR-Lipid の 詳細情報

部品番号	製品	数量
5190-1000	Agilent Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレート*	1 プレート
5190-1001	Agilent Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレート*	5 プレート
5190-1002	Agilent Captiva EMR-Lipid 1 mL カートリッジ*	100 個

- * ウェル内タンパク処理用にノンドリップフリットを搭載

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2017

Printed in Japan, June 1, 2017

5991-7930JAJP



Agilent Technologies