

Agilent Protein Broad Range P240 Kit



Agilent ProteoAnalyzer System

Agilent Protein Broad Range P240 Kit (型番：5191-6640) は、Agilent ProteoAnalyzer system で使用される一般的なタンパク質分析向けに設計されています。サンプルは、還元および非還元条件下でも分析することができ、迅速な共有結合ラベル化法により調製されます。蛍光検出により、3 桁の直線ダイナミックレンジが得られます。Broad Range 変性ゲルは、10 ~ 240 kDa のタンパク質を約 30 分で高い分離能で分析できます。さらに、付属のキャピラリコンディショニング溶液は、分析ごとにキャピラリを洗浄するため、再現性の高い結果が得られます。

独立したキャピラリ、コンディショニング溶液、新しい変性ゲルを組み合わせることにより、抗体、粗細胞抽出物、マイクロソーム画分、可溶性画分など、さまざまな種類のサンプルを泳動できます。

特長

- **シンプルなサンプル調製**
サンプルを直接 96 ウェルプレートで 20 分間ラベル化します。手作業時間はわずか 10 分です。
- **デジタル解析**
デジタルデータは、エレクトロフェログラムとデジタルゲルイメージの両方で表示され、泳動完了後すぐに解析できます。
- **高分離能**
10 % の分離能 (15 ~ 150 kDa) を実現。グリコシル化アイソフォームを分離し解析できます。
- **3 桁のダイナミックレンジ**
2 ~ 2,000 ng/ μ L のダイナミックレンジにより、0.1 % までの不純物を検出します。
- **複合サンプルの分析**
分析ごとにキャピラリを洗浄、コンディショニングすることにより、粗抽出物やマイクロソーム画分のようなサンプルを分析できます。

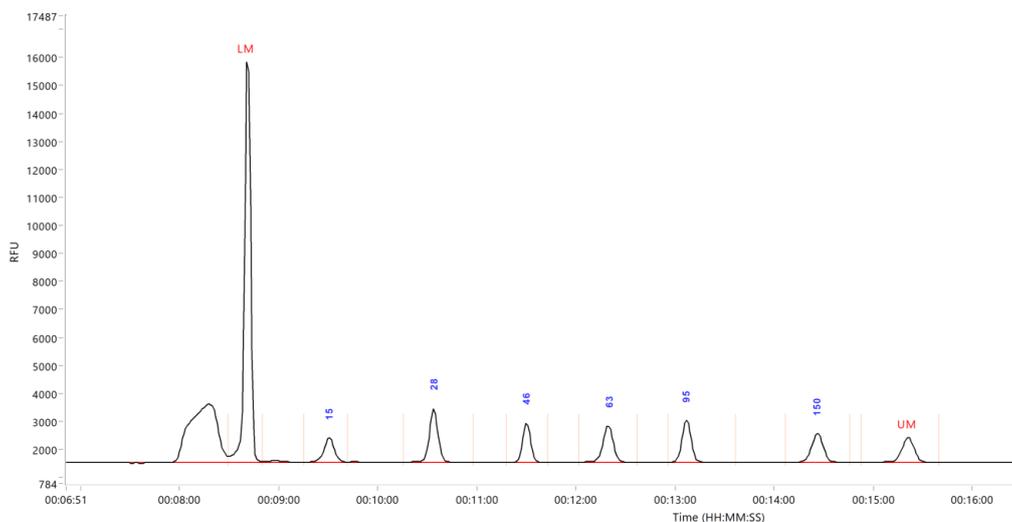


図 1. Agilent ProteoAnalyzer system で分析した Agilent P240 Broad Range Ladder。LM = Lower Marker、UM = Upper Marker

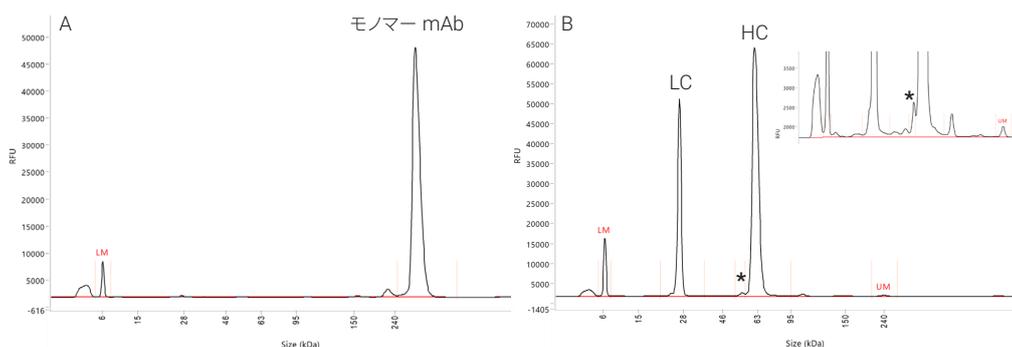


図 2. Agilent ProteoAnalyzer system で Agilent Protein Broad Range P240 Kit を使用した、非還元 (A) および還元 (B) 条件下での NIST モノクローナル抗体 (mAb) の分析。Broad Range Gel を使用すると、非グリコシル化重鎖 (*), グリコシル化重鎖などのグリコフォームを分離できます。LC = 軽鎖、HC = 重鎖

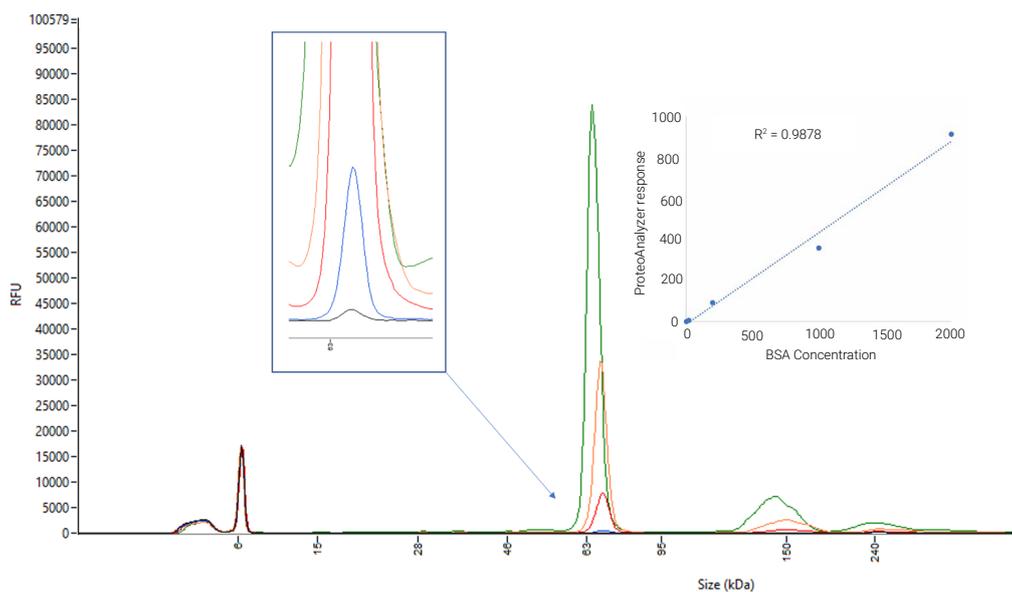


図 3. Agilent Protein Broad Range P240 Kit の 3 桁のダイナミックレンジ (2 ~ 2,000 ng/μL) における BSA の希釈系列

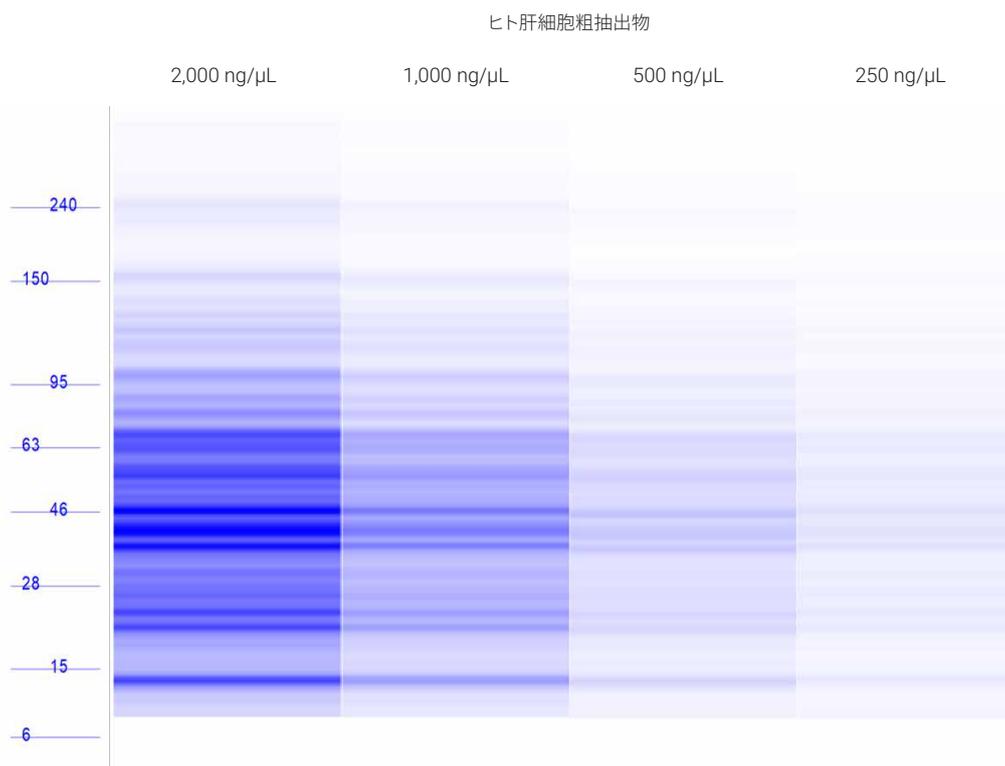


図 4. Agilent ProteoAnalyzer system で Agilent Protein Broad Range P240 Kit を使用し、2,000 ng/μL、1,000 ng/μL、500 ng/μL、250 ng/μL で分析したヒト肝細胞粗抽出物のデジタルゲルイメージ

キットの仕様

分析の仕様		ProteoAnalyzer Protein Broad Range P240 Kit
分析サイズ範囲	LM のみ	10 ~ 240 kDa
	LM および UM	10 ~ 200 kDa
代表的なサイズ真度 (% サイズ誤差)	LM のみ	< 15 % (BSA、CAII、還元条件)
	LM および UM	< 10 % (BSA、CAII、還元条件)
代表的なサイズ分離能		< 10 % (15 ~ 150 kDa、ラダベース)
サイズ再現性	LM のみ	< 8 % CV (BSA、CAII、GREMLIN-1、NIST mAb、還元条件) < 10 % CV (インタクト NIST mAb、非還元条件)
	LM および UM	< 5 % CV (BSA、CAII、GREMLIN-1、NIST mAb、還元条件)
定量範囲		2 ~ 2,000 ng/μL (BSA in PBS)
感度 (S/N 比 > 3)		1 ng/μL (BSA、CAII in PBS)
定量再現性		< 15 % CV (20 ~ 2,000 ng/μL BSA)
		< 25 % CV (2 ~ 20 ng/μL BSA)
物理的仕様		
分析時間		30 分
1 分析あたりのサンプル数		11 サンプル + ラダ (12 ウェル)
必要なサンプル量		1 μL
キットの安定性		4 か月以上

LM = Lower Marker、UM = Upper Marker

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

●カスタマコンタクトセンター ☎ 0120-477-111

mail : email_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※本資料掲載の製品はすべて試験研究用です。

診断目的にご利用いただくことはできません。

G230612

<http://www.agilent.com/chem/genomics:jp>

© Agilent Technologies, Inc. 2023

本書の一部または全部を画面による事前の許可なしに複製、
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
法律で禁止されています。

Printed in Japan, September 1, 2023

5994-6688JAJP