

セルフトレーニングキット（ウェスタンブロッティング）

製品説明書

- ベーシックプラン（製品番号 A56154JP） : 試薬&サンプル
- スタンダードプラン（製品番号A56155JP） : 試薬&サンプル+動画
- プレミアムプラン（製品番号A56156JP） : 試薬&サンプル+動画+オンライントレーニング

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。

はじめに

本キットは、動画と、練習用の試薬&サンプルのセットで構成されています。動画は講義動画と実習動画に分かれており、講義動画でウェスタンブロットングに関する基本的な知識を学んでいただくことができます。実習動画には、電気泳動や転写、抗体反応、検出などの内容が含まれており、実習動画をご覧いただきながら一緒に操作ができるように作成されています。

一般的な他社製ウェスタンブロットングシステムをお使いの方でも参考にしていただけますが、当社の試薬・装置をお使いの方に最もご利用いただける内容となっています。

※ベーシックプランをご購入の場合は動画が含まれておりません。

構成

- 製品説明書(本紙)
- 試薬一式

	ラベル表記
1	一次抗体 (抗 GAPDH 抗体)
2	HRP 標識二次抗体
3	Sample A
4	Sample B
5	タンパク質分子量マーカー
6	ブロッキングバッファー
7	洗浄液 (20 X)
8	発色試薬

※ 各試薬・サンプルは 1 回分の実験に必要な容量が入っています。

- 動画視聴のご案内文書(製品番号 A56155JP、製品番号 A56156JP)
- オンライントレーニングのご案内文書(製品番号 A56156JP)

お客さまに準備していただく物品(キットに含まれていない物品)

下記の物品はキットに含まれません。実験を始める前にお持ちかどうかご確認ください。

分類	物品名	説明
汎用品	マイクロピペット一式	2 μ L~1000 μ L を分取可能なもの
	ピペットチップ一式	2 μ L~1000 μ L を分取可能なもの
	マイクロチューブ	1.5 mL 程度のサイズ
	純水 (蒸留水)	イオン交換水または蒸留水以上の純水
電気泳動*	ヒートブロック	70 $^{\circ}$ Cまたは 95~100 $^{\circ}$ Cの熱処理が可能なもの
	電気泳動槽	SDS-PAGE が可能なもの
	パワーサプライ	電源装置
	SDS-PAGE 用バッファー	例. Tris-Glycine バッファー、MES バッファー
	SDS-PAGE 用ゲル	例. Tris-Glycine ゲル、Bis-Tris ゲル
転写*	転写装置	ウェスタンブロットングで使用可能なもの
	転写バッファー	ウェスタンブロットングで使用可能なもの (標準的な Towbin トランスファーバッファー) ※ドライ式転写を行う場合は不要
	(オプション) ゲルナイフ	ゲル板からゲルを取り出すために使用
	(オプション) ローラー	メンブレンやゲルの間の空気抜き用
	メンブレン	PVDF メンブレンやニトロセルロースメンブレン
	ろ紙	使用する転写装置の説明書に記載されているもの
	(オプション) スポンジ	ウェット式やセミウェット式転写を行う場合のみ 使用する転写装置の説明書に記載されているもの

転写	99%以上のエタノールまたはメタノール	転写バッファの調製、PVDFメンブレンの親水化処理に使用
抗体反応	プラスチック容器	メンブレンが入る大きさもの（おおむね 10 cm x 10 cm 程度）
	シェーカー	例. ロータリーシェーカーやシーソー式シェーカー

* 泳動装置や転写装置をお持ちでない場合、当社から貸し出しが可能です。当社テクニカルサポートにご相談ください。

貸し出される泳動装置は Invitrogen™ Mini Gel Tank、転写装置は Invitrogen™ iBlot™ 3 Western Blot Transfer Device です。それぞれ実験 1 回分の消耗品がつきます。なお、装置の数には限りがあるため順番待ちになることがございます。あらかじめご了承くださいませよう、お願いいたします。

お問い合わせ先 メール: jptech@thermofisher.com TEL: 0120-477-392

他社製の一般的な泳動装置や転写装置もご利用いただけますが、詳細なシステム使用方法は各メーカーにお問い合わせください。

保存条件

- 本キットに含まれる試薬は冷凍庫(-30~-20 °C)で、遮光状態にて保存してください。
注記: 5 回以上の凍結融解は避けてください。

プロトコル

本キットは、Sample A、Sample B の 2 サンプルについて、ウェスタンブロットティングでターゲットタンパク質 GAPDH の検出を行うために必要な試薬が含まれています。プロトコルでは実験手順を示しますが、実際の操作はキットに含まれる動画を参照しながら行うことをお勧めします。

プロトコルは右記二次元バーコードよりウェブ上でご確認いただけます。
または弊社ウェブサイト(下記 URL)よりご確認ください。

<http://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/BID/Methods-&-Protocols/western-blotting-kit-protocol-ja.pdf>



動画視聴・オンライントレーニング付きのプランをご購入の場合

製品番号 A56155JP、製品番号 A56156JP をご注文の場合、本キットともに納品される案内文書をご参照ください。



The information in this guide is subject to change without notice.

DISCLAIMER: TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. AND/OR ITS AFFILIATE(S) WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING YOUR USE OF IT.

Important Licensing Information: This product may be covered by one or more Limited Use Label Licenses. By use of this product, you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

改訂履歴：マニュアル番号 0000000JP

改訂	日付	説明
A.0	2023年4月10日	新規文書

お問い合わせ

テクニカルサポート：技術的なお問い合わせ、トレーニング

 0120-477-392

受付時間：9:00～17:30 土日祝日・年末年始を除く

 jptech@thermofisher.com

フィールドサービス：保守契約、点検

 0120-203-885 FAX：03-6832-9588

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30 土日祝日・年末年始を除く

Limited product warranty

Life Technologies Corporation and/or its affiliate(s) warrant their products as set forth in the Life Technologies' General Terms and Conditions of Sale found on Life Technologies' website at www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html.

If you have any questions, please contact.

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。

©2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート  0120-477-392  jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584

営業部 TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

 facebook.com/ThermoFisherJapan

 @ThermoFisherJP

thermofisher.com

invitrogen