

セルフトレーニングキット(リアルタイムPCR絶対定量) 製品説明書

- ベーシックプラン (製品番号A54453JP) : 試薬&サンプル
- スタンダードプラン (製品番号A54454JP) : 試薬&サンプル+動画
- アドバンスプラン (製品番号A54455JP) : 試薬&サンプル+動画+レポート作成
- プレミアムプラン (製品番号A54456JP) : 試薬&サンプル+動画+レポート作成+オンライントレーニング

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、講義動画でリアルタイムPCR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、ピペット操作や反応液調製、装置の取り扱い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。

他社製リアルタイムPCRシステムをお使いの方でも参考にしていただけますが、弊社の試薬・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。

構成品

- 製品説明書(本紙)
- 試薬一式

1	Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal Master Mix II, with UNG
2	Sample A
3	Sample B
4	20X Noro Virus G1 TaqMan Assay (primer/probe mix)
5	Standard Sample*
6	Nuclease-Free Water

※1 回分の実習実験に必要な量が入っています。

- 動画視聴のご案内文書(製品番号 A54454JP、製品番号 A54455JP、製品番号 A54456JP)
- レポート作成のご案内文書(製品番号 A54455JP、製品番号 A54456JP)
- オンライントレーニングのご案内文書(製品番号 A54456JP のみ)

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)

- マイクロピペッター式(2 µL~1000 µL を分取可能なもの)
- ピペットチップ一式
- マイクロチューブ
- リアルタイムPCRシステム*

- ・ リアルタイム PCR 用反応プレート、または反応チューブ
- ・ リアルタイム PCR 用シールおよびアプリケーターまたはキャップ
- ・ ボルテックスミキサー
- ・ 遠心分離機（マイクロチューブを遠心可能な機種）
- ・ （オプション）プレート遠心分離機

* 推奨は弊社製リアルタイム PCR システム（Applied Biosystems™ StepOne™/SteoOnePlus™、Applied Biosystems™ 7500/7500 Fast、Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1/3/5、Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6/7 Flex、Applied Biosystems™ ViiA™ 7、Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex）です。一般的な他社製リアルタイム PCR システムもご利用いただけますが、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。

また、レポート作成（アドバンスプラン、プレミアムプラン）は弊社リアルタイム PCR システムご利用の方のみに向けたサービスとなります。

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下さい。
注記：5 回以上の凍結融解は避けてください。

プロトコル

本キットには、Sample A・B の 2 サンプルについて、ターゲット遺伝子ノロウイルス G1 コピー数の絶対定量を行うために必要なサンプルと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 QR 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/GSD/Methods-&-Protocols/qpcr-aq-protocol-ja.pdf>



動画視聴・レポート作成・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 A54454JP、製品番号 A54455JP、製品番号 A54456JP をご注文の場合、本キットに同梱されている案内文書をご参照ください。

お問い合わせ

テクニカルサポート:

 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

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

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

Taqman is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.

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。

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

本社: 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8

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](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

 [@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC