

マルチプレックスPCRでアデノウイルスの40型および41型を判別！

アデノウイルス40/41型遺伝子検出キット



製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit	100回	RC410A	¥220,000
Adenovirus 40/41 Positive Control DNA	各20回	RC415A	¥22,000

Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kitはプローブを用いるリアルタイムPCR法により、検体由来の精製DNAからアデノウイルス(Adenovirus)40型および41型を個別に検出・判別するためのキットです。アデノウイルス40型および41型に特徴的な遺伝子配列であるShort Fiber遺伝子を検出対象としています。

※ Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kitの製品化にあたっては、群馬パース大学大学院 木村博一教授に監修いただきました。

<キットの内容>



Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit

(製品コード RC410A)

リアルタイムPCR試薬

- qPCR Premix
- Primer/Probe Mix Ad40/Ad41
- ROX Reference Dye II
- H₂O

Adenovirus 40/41 Positive Control DNA

(製品コード RC415A)

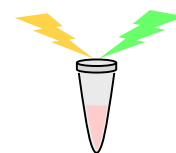
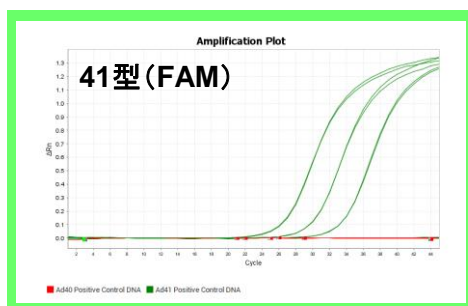
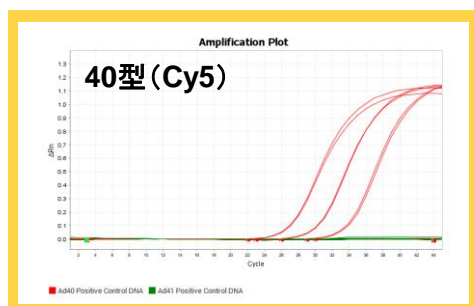
Positive Control DNA

- Ad40 Positive Control DNA
- Ad41 Positive Control DNA

● 1反応でアデノウイルス40型および41型を判別

マルチプレックスPCRにより、アデノウイルス40型(Cy5)、41型(FAM)を検出します。

測定イメージ



● 反応時間は最短で約50分*

※ Thermal Cycler Dice® Real Time System III (Cy5) with PC (製品コード TP990) 使用の場合

● ウラシル-N-グリコシラーゼ(UNG)の添加によりPCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止!

● 検体(精製DNA)を準備すれば、すぐに測定可能!

反応確認済みの装置は裏面でご紹介

リアルタイムPCR法(インターカレーター法)による アデノウイルス検出

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Adenovirus Primer Mix	100回	RC400A	¥17,000
Adenovirus Positive Control DNA	20回	RC405A	¥11,000

本製品は、インターカレーター法を用いるリアルタイムPCR法により、検体由来の精製DNAからアデノウイルス(Adenovirus)を検出するためのプライマーセットとコントロールDNAです。

<キットの内容>

Adenovirus Primer Mix

(製品コードRC400A)

● Ad Primer Mix

Adenovirus Positive Control DNA

(製品コードRC405A)

● Ad Positive Control DNA

- 「病原体検出マニュアル^{※1}」記載のプライマー配列をプレミックス! 濃度調整済みですぐに使用可能!

※1 国立感染症研究所「病原体検出・検査マニュアル 腸管アデノウイルス(感染性胃腸炎) 令和4(2022)年5月 Ver. 2」

- TB Green[®] Premix Ex Taq[™] II (Tli RNaseH Plus)(製品コード RR820A)と組み合わせて使用!

病原体検出マニュアルでは、TB Green[®] Premix Ex Taq[™] II (Tli RNaseH Plus)を用いたリアルタイムPCR法によるアデノウイルスの検出方法が例示されています。

◆ 反応確認済みの装置

- ・ Thermal Cycler Dice[®] Real Time System III with PC (製品コード TP970)^{※2}
- ・ Thermal Cycler Dice[®] Real Time System III (Cy5) with PC (製品コード TP990)
- ・ CFX96 Touch Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad社)
- ・ QuantStudio 5 Real-Time PCR System (96-well, 0.2 mL block) (Thermo Fisher Scientific社)
- ・ Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific社)
- ・ LightCycler 96 System/LightCycler 480 System II (Roche Diagnostics社)

※2 Adenovirus 40/41 qPCR Typing Kit(製品コード RC410A)には対応していません。

◆ 関連製品

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
リアルタイムPCR試薬			
TB Green [®] Premix Ex Taq [™] II (Tli RNaseH Plus)	40回	RR820S	¥10,000
	200回	RR820A	¥49,000
	400回	RR820B	¥93,000
リアルタイムPCR装置			
Thermal Cycler Dice [®] Real Time System III with PC	一式	TP970	¥3,500,000
Thermal Cycler Dice [®] Real Time System III (Cy5) with PC	一式	TP990	¥3,950,000

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。

・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

・本チラシ記載の価格は2023年8月16日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年8月作成N

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Website <https://www.takara-bio.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店