

エムポックスウイルス遺伝子検出キット



※感染症法上の名称が「エムポックス」に変更されました。

エムポックスウイルス全般を検出

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
リアルタイムPCR試薬 Monkeypox virus qPCR Detection Kit (Generic)	100回	RC420A	¥190,000
ポジティブコントロールDNA Monkeypox virus Positive Control DNA (Generic)	40回	RC425A	¥27,000

エムポックスウイルスの西アフリカ型・コンゴ盆地型を検出

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
リアルタイムPCR試薬 Monkeypox virus qPCR Detection Kit (WA/CB)	100回 (各50回)	RC421A	¥190,000
ポジティブコントロールDNA Monkeypox virus Positive Control DNA (WA/CB)	40回 (各20回)	RC426A	¥27,000

本製品は、リアルタイムPCRにより検体由来の精製DNAからエムポックスウイルスDNAを検出するキットです。エムポックスウイルス全般、あるいは西アフリカ型(WA)とコンゴ盆地型(CB)^{*1}をそれぞれ個別に検出します。

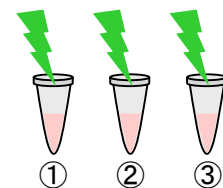
^{*1} コンゴ盆地型(CB): クレード I、西アフリカ型(WA): クレード II

● エムポックスウイルス全般あるいは西アフリカ型／コンゴ盆地型を検出

プローブ検出によるシングルプレックスPCRにて検出します。本シリーズの反応条件は全て同じため、同時に測定することができます。

<検出対象と検出イメージ>

製品コード	検出対象	プローブ標識
RC420A	①エムポックスウイルス全般(G2R遺伝子)	FAM
RC421A	②西アフリカ型(G2R遺伝子)	FAM
	③コンゴ盆地型(C3L遺伝子)	FAM



★ 各キットのプライマー・プローブは、2010年にYu Liら^{*2}によって報告された配列を使用しています。

^{*2} J Virol Methods. 2010 Oct; 169(1): 223-227.

● 反応時間は最短で約50分^{*3}

^{*3} Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC (製品コード TP970) における反応時間

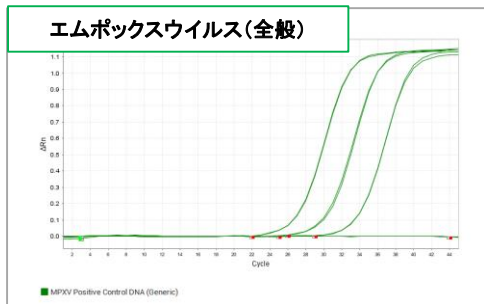
● ウラシル-N-グリコシラーゼ(UNG)の添加によりPCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止!

● 検体(精製DNA)を準備すれば、すぐに測定可能!



エムポックスウイルス検出キット（エムポックスウイルス全般）

＜反応例＞ MPXV Positive Control DNA (Generic)を適宜希釈し、1反応あたり 0 (Negative Control)、50、500、5,000コピーを鋳型として使用した場合の反応例を以下に示す。



＜キットの内容＞

リアルタイムPCR試薬

Monkeypox virus qPCR Detection Kit (Generic)

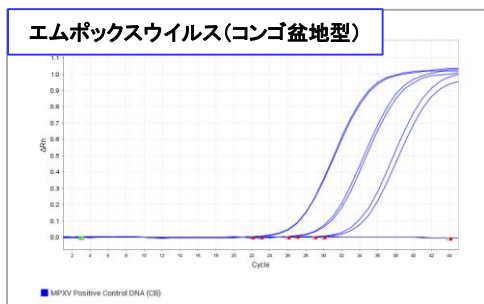
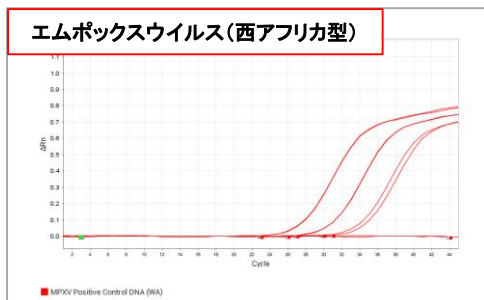
- qPCR Premix
- MPXV Primer/Probe Mix (Generic)
- ROX Reference Dye II
- ⊕ H₂O

Positive Control DNA

- Monkeypox virus Positive Control DNA (Generic)
- MPXV Positive Control DNA (Generic)

エムポックスウイルス検出キット（西アフリカ型／コンゴ盆地型）

＜反応例＞ MPXV Positive Control DNA (WA)またはMPXV Positive Control DNA (CB)を適宜希釈し、1反応あたり 0 (Negative Control)、50、500、5,000コピーを鋳型として使用した場合の反応例を示す。



＜キットの内容＞

リアルタイムPCR試薬

Monkeypox virus qPCR Detection Kit (WA/CB)

- qPCR Premix
- MPXV Primer/Probe Mix (WA)
- MPXV Primer/Probe Mix (CB)
- ROX Reference Dye II
- ⊕ H₂O

Positive Control DNA

- Monkeypox virus Positive Control DNA (WA/CB)
- MPXV Positive Control DNA (WA)
- MPXV Positive Control DNA (CB)

◆ 反応確認済みの装置

- ・ Thermal Cycler Dice[®] Real Time System III with PC (製品コード TP970)
- ・ 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)

◆ 関連製品

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Thermal Cycler Dice [®] Real Time System III with PC	一式	TP970	¥3,500,000

・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2024年10月1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。

2024年10月作成N

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) 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>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店