

# 再生医療等製品・特定細胞加工物の品質試験に Virus Test Kit

リアルタイムRT-PCRで検出

再生医療等製品・特定細胞加工物に対して、必要に応じてウイルス混入を検査することが厚生労働省の指針で示されています。タカラバイオのVirus Test Kitは、蛍光標識プローブを用いた1ステップリアルタイムRT-PCRにより、ウイルスDNA・RNAを簡便、迅速に検出します。

| 製品名  | 容量    | 製品コード  | 価格(税別)   |
|--|-------|--------|----------|
| Virus Test Kit (HIV, HTLV, HCV, HBV, ParvoB19) Ver.2 | 25テスト | RR273A | ¥316,000 |
| Virus Test Kit (EBV, CMV, WNV) Ver.2                 | 25テスト | RR274A | ¥185,000 |

本製品は、東京医科歯科大学再生医療研究センターの清水則夫先生が再生医療実現拠点ネットワークプログラムの公的支援の下で得た研究成果に基づくものであり、清水先生とタカラバイオ(株)との共同研究によって開発されました。



## 厚生労働省の指針\* 収載の9種類のウイルスを検出

\*ヒト(同種)体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について(平成24年9月7日薬食発0907第3号別添)

- 検出ターゲット ●●
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV1、HIV2)
- エプスタイン・バー・ウイルス(EBV)
- 成人T細胞白血病ウイルス(HTLV)
- サイトメガロウイルス(CMV)
- C型肝炎ウイルス(HCV)
- ウエストナイルウイルス(WNV)
- B型肝炎ウイルス(HBV)
- パルボウイルスB19型(ParvoB19)

## 品質検定済みの専用キット

プライマー・プローブ・酵素・ポジティブコントロールのセットで、品質検定済みのため、すぐに検査にご利用いただけます。



### Virus Test Kit (HIV, HTLV, HCV, HBV, ParvoB19) Ver.2の内容

- 4 × One Step RT-PCR Buffer-5
- Enzyme Mix-6
- ROX Reference Dye
- ROX Reference Dye II
- H<sub>2</sub>O
- HIV1 pol Primer/Probe Mix-2
- HIV1 LTR Primer/Probe Mix
- HIV2 Primer/Probe Mix
- HBV Primer/Probe Mix
- HCV Primer/Probe Mix
- HTLV Primer/Probe Mix
- pB19 Primer/Probe Mix-2
- HPRT1 Primer/Probe Mix
- Positive Control Mix (7)-2

## 1ステップリアルタイムRT-PCRにより、約60分で迅速に検出

## 各種リアルタイムPCR装置で反応確認済み

Thermal Cycler Dice Real Time System III / Lite (製品コード TP950 / TP700:終売 など)  
Applied Biosystems 7500 / 7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific社)  
StepOnePlus Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific社)  
LightCycler 96 / LightCycler 480 システム (Roche Diagnostics社)

### ●● 検査の流れ ●●



# 核酸抽出試薬 + 検査キット + 装置 =

# 「ウイルス検査システム」

細胞からの核酸抽出から検出まで、タカラバイオはトータルでサポート！

## ■ 下記の製品でバリデーション試験を実施済み

### 核酸抽出試薬

#### NucleoSpin® RNA



| 製品コード      | 容量   | 価格(税別)   |
|------------|------|----------|
| 740955.50  | 50回  | ¥40,000  |
| 740955.250 | 250回 | ¥175,000 |

### 検査キット

#### Virus Test Kit



### リアルタイムPCR装置

#### Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC

| 製品コード | 価格(税別)     |
|-------|------------|
| TP970 | ¥3,500,000 |



本バリデーション試験は、ヒト由来細胞株を対象に上記の製品を用いて実施しています。  
詳しくはテクニカルサポートライン(TEL: 077-565-6999)までお問い合わせください。

## ■ 関連受託サービス

タカラバイオでは、ウイルス検査システムを用いた「**ウイルス試験受託サービス**」をご提供しています。  
詳しくは弊社ウェブサイトをご覧ください。

[ホーム](#) > [受託サービス](#) > [再生医療／細胞医療支援](#) > [細胞および原材料等の安全性試験](#)

- ・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](https://x.com/Takara_Bio_JP)

取扱店