

# EHEC・サルモネラ・赤痢菌を検出！



より使いやすく  
バージョンアップ

- ◆ 熱処理・遠心が不要に
- ◆ 色付き試薬で鑄型添加がさらに分かりやすく

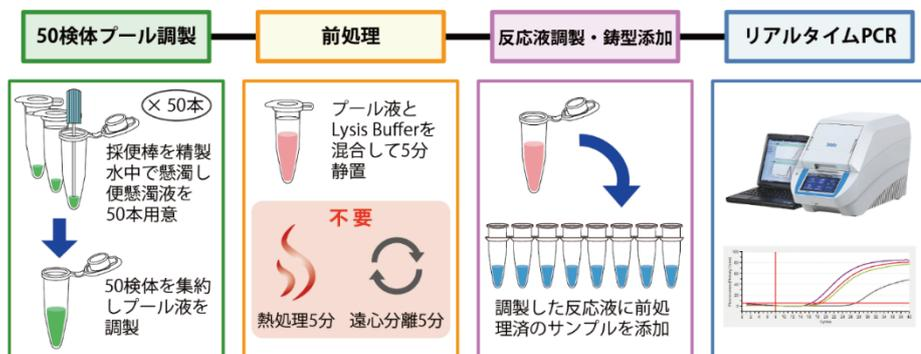
リアルタイムPCR（プローブ法）により、検便検体から腸管出血性大腸菌（EHEC）、サルモネラ属菌、赤痢菌の遺伝子を検出するキットです。従来製品から熱処理・遠心が不要となり、より使いやすくバージョンアップしました！

製品名		容量	製品コード	価格(税別)
TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出キット(3波長)		200回	RC144A	¥168,000
内容	TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出qPCR試薬(3波長)	200回	RC145A	¥150,000
	Lysis Buffer for stool test ※	90 ml	9187	¥18,000

それぞれの構成品は単品でも販売しています。

※大容量品(製品コード9188)もご用意しています。詳しくは裏面をご参照ください。

## ● 前処理は付属のLysis Bufferと検便検体を混合し5分で完了



## ● 鑄型添加を色でチェック可能



### <キットの内容>

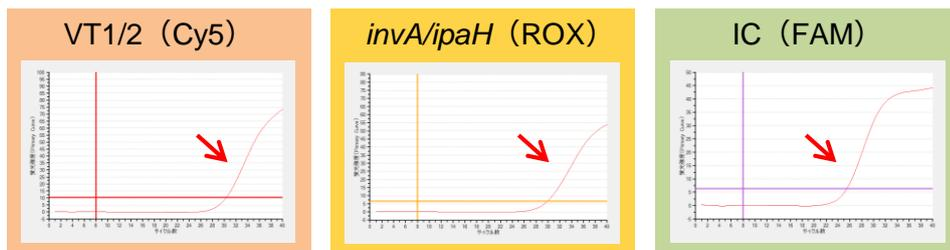
TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出qPCR試薬(4波長) (製品コード RC141A)

- Probe qPCR Mix-UNG 2
- Primer/Probe Mix 2 (VT/ipaH+invA)
- H<sub>2</sub>O
- Positive Control Mix 2

Lysis Buffer for stool test (製品コード 9187)  
Lysis Buffer for stool test 2

## ● 1チューブでEHEC、サルモネラ属菌、赤痢菌、インターナルコントロールを検出

<判定イメージ>

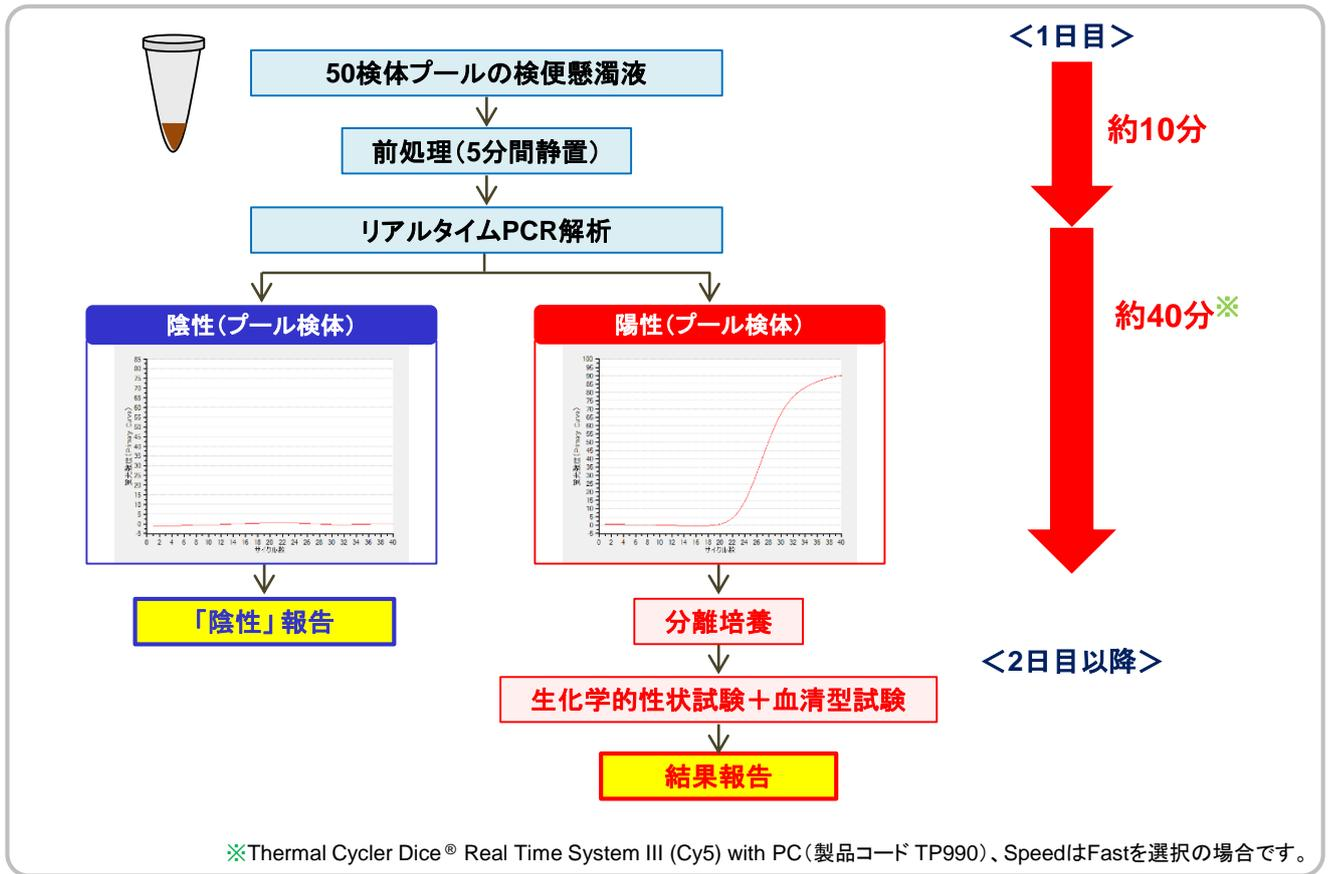


## ● PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止

PCRは非常に高感度な検出方法であるため、以前に行ったPCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性が生じる場合があります。本製品では、UNG(ウラシル-N-グリコシラーゼ)の働きにより、キャリーオーバーしたPCR産物を分解するため、偽陽性を防止することができます。

# TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット (3 波長)

## ◆ 遺伝子検査によるスクリーニング



## ◆ 本キット対応機種

- ・ Thermal Cycler Dice® Real Time System III (Cy5) with PC (製品コード TP990)
  - ・ Thermal Cycler Dice® Real Time System *Lite* (製品コード TP700/TP760: 終売)
- ※ TP700/TP760 は、Cy5 オプションフィルターの追加が必要です。  
Filter Unit(Cy5) for LED (製品コード TP703)

その他のリアルタイム装置に関してはTaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット(4 波長) (製品コードRC140A)をご覧ください。

## ◆ 関連製品

製品名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
<b>Lysis Buffer for stool test の大容量品</b>				
Lysis Buffer for stool test	9187の大容量版 (500 ml 容量ボトルを使用)	360 ml	9188	¥72,000
<b>プローブ法による検出(4波長)</b>				
TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット(4 波長)	4波長同時検出のリアルタイムPCR装置に対応	200回	RC140A	¥168,000

・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。  
 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。  
 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。  
 ・本チラシ記載の価格は2024年5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5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>  
 Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店