

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

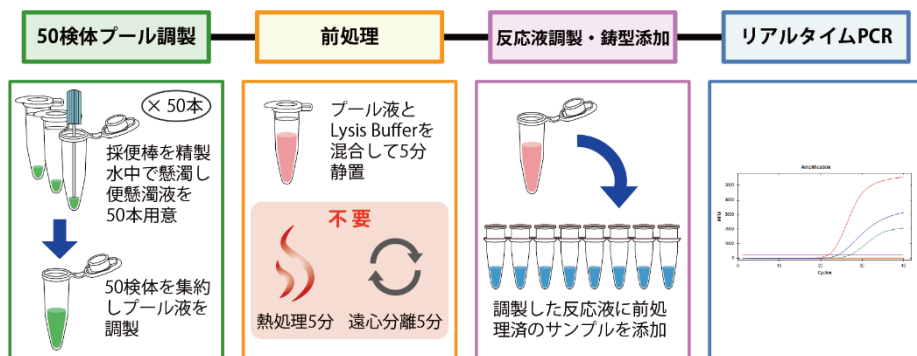
リアルタイムPCR（プローブ法）により、検便検体から腸管出血性大腸菌（EHEC）、サルモネラ属菌、赤痢菌の遺伝子を検出するキットです。従来製品から熱処理・遠心が不要となり、より使いやすくバージョンアップしました！

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(4波長)		200回	RC140A	¥168,000
内容	TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出qPCR試薬(4波長)	200回	RC141A	¥150,000
	Lysis Buffer for stool test ※	90 ml	9187	¥18,000

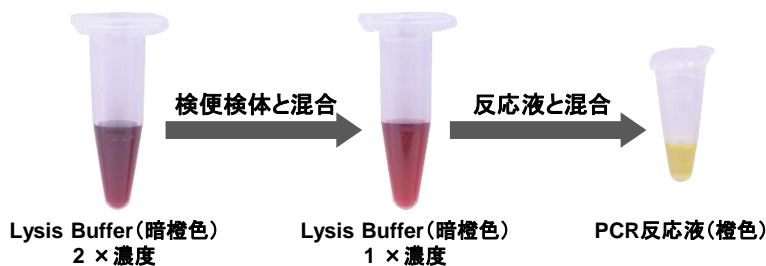
それぞれの構成品は単品でも販売しています。

※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>

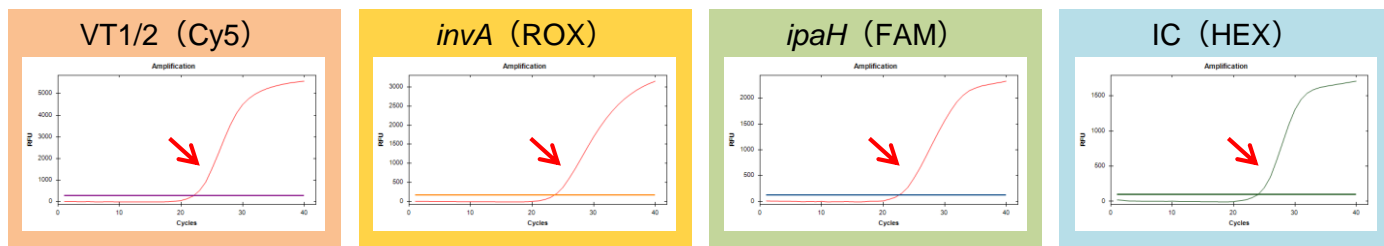
TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出qPCR試薬(4波長) (製品コード RC141A)

- Probe qPCR Mix-UNG 2
- Primer/Probe Mix 3 (VT/ipaH/invA)
- H₂O
- 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>

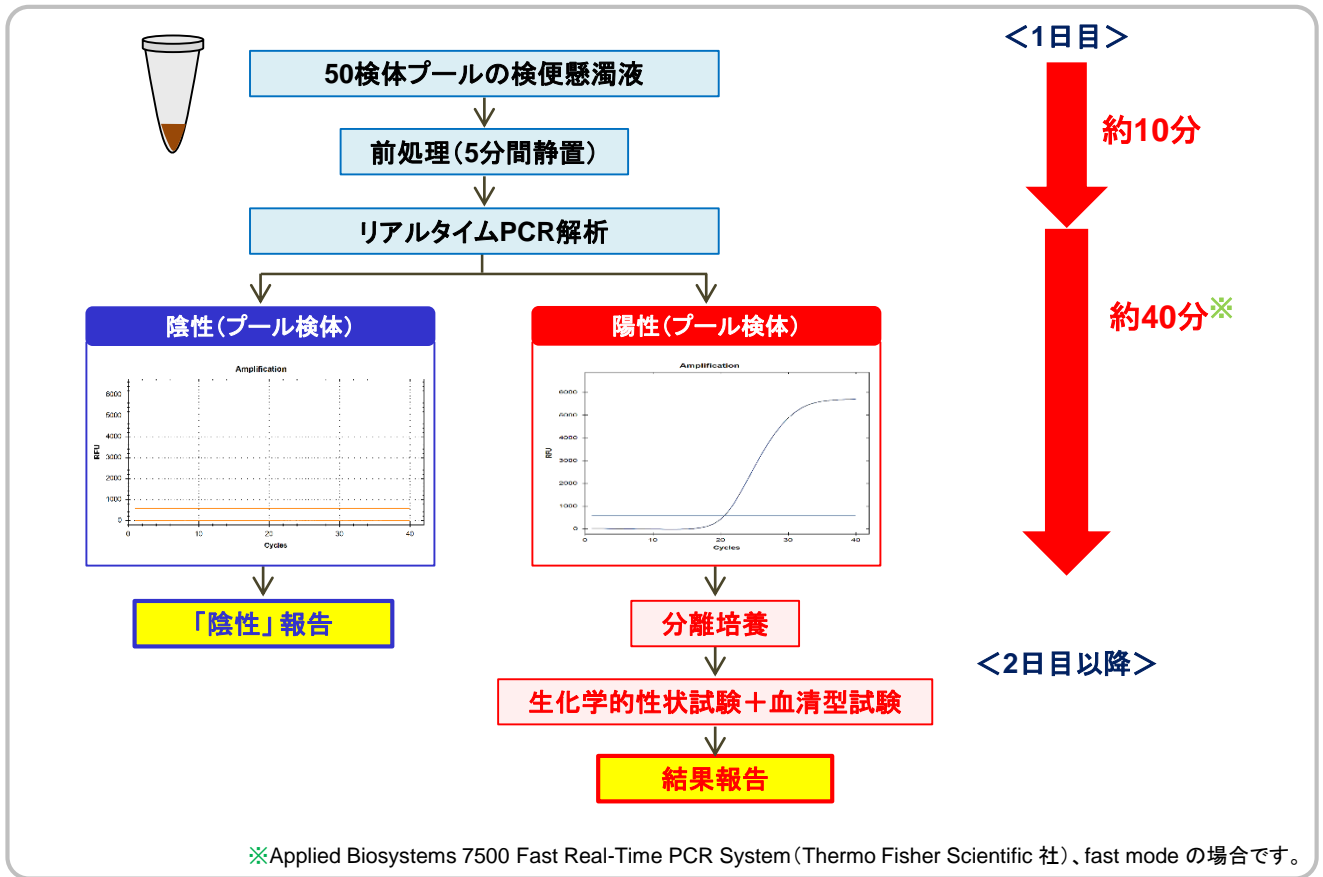


● PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止

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 (4 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

- ・ CFX96 Touch Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad 社)
- ・ Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific 社)
注: Applied Biosystems StepOnePlus Real-Time PCR System は使用できません。
- ・ QuantStudio5 リアルタイムPCR システム (Thermo Fisher Scientific 社)
- ・ LightCycler 96 システム (Roche Diagnostics社)
- ・ Rotor-Gene Q (QIAGEN 社) 等

◆ 関連製品

製品名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
Lysis Buffer for stool test の大容量品				
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
プローブ法による検出(3波長)				
TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット(3 波長)	Thermal Cycler Dice Real Time System シリーズに対応	200回	RC144A	¥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2023年12月19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12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