

試料からのウイルス核酸精製が不要！

# 豚熱ウイルス・アフリカ豚熱ウイルス 同時検出試薬

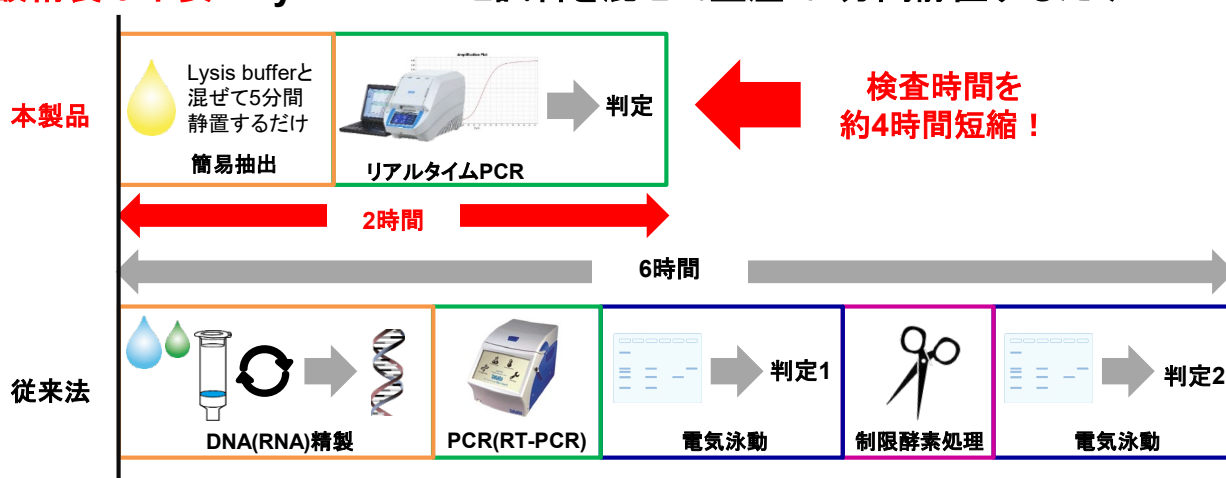
that's  
GOOD  
science!

本製品では、マルチプレックスダイレクトRT-qPCRにより、豚熱 (CSF)・アフリカ豚熱 (ASF) のウイルス遺伝子を同時に検出できます。従来の方法では、CSFおよびASFウイルス遺伝子をそれぞれ個別に検出する必要がありましたが、本試薬では、試料からウイルス核酸を精製することなく、従来法と同等以上の検出感度で両遺伝子を検出可能です。

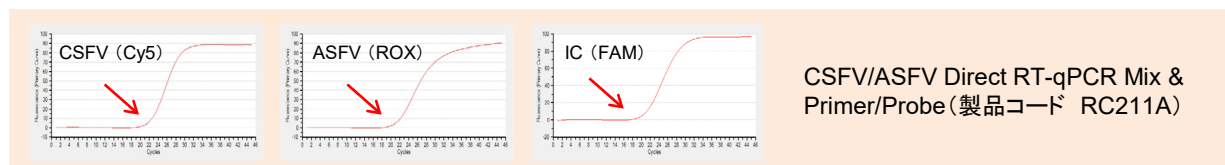
- 特定家畜伝染病防疫指針(令和3年10月1日改正)\*の診断マニュアルに記載されたリアルタイムPCR法にも使用可能

\*「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針 令和2年7月1日農林水産大臣公表（一部変更：令和3年10月1日）」および「アフリカ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針 令和2年7月1日農林水産大臣公表（一部変更：令和3年10月1日）」

- 核酸精製は不要！ Lysis Bufferと試料を混ぜて室温で5分間静置するだけ



- CSFV・ASFV遺伝子、インターナルコントロールを1チューブで同時検出！



- 血清試料、臓器乳剤試料からの検出に対応
- PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止

	製品名	容量	製品コード	価格(税別)
前処理試薬	Lysis Buffer S	500 µl	9811	¥15,000
RT-qPCR試薬	CSFV/ASFV Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe	100回	RC211A	¥100,000
	CSFV/ASFV Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe (with ROX Reference Dye)	100回	RC212A	¥100,000
陽性コントロールDNA	CSFV/ASFV Positive Control DNA	各25 µl	RC215A	¥10,000
		各25 µl × 4	RC215B (A × 4)	¥30,000

本製品には、農林水産省委託研究事業「安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業」のうち課題解決型プロジェクト研究「官民・国際連携によるASF ワクチン開発の加速化」における国立研究開発法人農研機構との共同研究の成果が活用されています。

製品の内容

<前処理試薬>

Lysis Buffer S (製品コード 9811)

- Lysis Buffer S

<陽性コントロールDNA>

CSFV/ASFV Positive Control DNA

(製品コード RC215A)

EASY Dilution (for Real Time PCR)

- Positive Control DNA (CSF/ASF)
- Positive Control DNA (GAPDH)

<RT-qPCR試薬>※

CSFV/ASFV Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe

(製品コード RC211A)

- RT-qPCR Mix
- Primer/Probe Mix (CSF/ASF) 2
- Primer/Probe Mix (GAPDH) 2
- Ⓜ RNase Free H<sub>2</sub>O



※RC212AにはROX Reference DyeおよびROX Reference Dye IIが添付されています。

◆ RT-qPCR試薬とリアルタイムPCR装置の対応

CSFV/ASFV Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe (製品コード RC211A)

検出対象遺伝子	蛍光検出フィルター	メーカー	機種
CSFV遺伝子	Cy5	タカラバイオ	Thermal Cycler Dice Real Time System III (Cy5) with PC (製品コード TP990)
ASFV遺伝子	ROX		Thermal Cycler Dice Real Time System II (製品コード TP900/TP960:終売) *
インターナルコントロール	FAM	Roche Diagnostics社	LightCycler 96 System
		Bio-Rad社	CFX96 Real-Time PCR Detection System

\* Thermal Cycler Dice Real Time System II (製品コード TP900/TP960)では、Cy5オプションフィルターの追加が必要です。Filter Unit (Cy5) for Thermal Cycler Dice Real Time System (製品コード TP803:お問合せください)

CSFV/ASFV Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe (with ROX Reference Dye) (製品コード RC212A)

検出対象遺伝子	蛍光検出フィルター	メーカー	機種
CSFV遺伝子	Cy5	Thermo Fisher Scientific社	Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System
ASFV遺伝子	FAM		QuantStudio 5 Real-Time PCR System
インターナルコントロール	HEX	Roche Diagnostics社	LightCycler 480 System II
(Reference Dye)	(ROX)		

・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2021年11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。

2021年11月作成N-3

タカラバイオ株式会社

首都圏支店・東日本支店・西日本支店  
 関西支店・営業第2部  
 テクニカルサポートライン  
 Website  
 Facebook

TEL 03-3271-8553  
 TEL 077-565-6969  
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
<https://www.takara-bio.co.jp>  
<https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店