

# Kudoa septempunctata 検出 リアルタイムPCRキット

that's  
**GOOD**  
science!

通知に記載されたプライマー・プローブ配列で定量解析！

Kudoa septempunctata (18S rRNA) qPCR Detection Kitは、厚生労働省からの通知<sup>(※)</sup>と同じ塩基配列のプライマーならびにTaqManプローブを採用したリアルタイムPCRキットです。

クドア・セプテンpunkタータの18S rRNA遺伝子をターゲットとして、リアルタイムPCR法にて迅速、簡便に検出・定量を行うことができます。

簡単

コンポーネントは使いやすい**プレミックス**

定量

キット添付のKudoa Positive Control で**定量可能**

便利

**幅広いリアルタイムPCR装置**で使用可能

※「Kudoa septempunctataの検査法について」

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 監視安全課長通知  
平成28年4月27日付け生食監発0427第3号

最終改正：令和2年4月7日薬生食監発0407第1号

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
<b>Kudoa septempunctata (18S rRNA) qPCR Detection Kit</b>	50回	RR260A	¥80,000

## キット内容

1. Premix Ex Taq (Tli RNaseH Plus) (2 × conc.)
2. Kudoa Primer/Probe Mix (10 × conc.)
3. dH<sub>2</sub>O
4. ROX Reference Dye (50 × conc.)
5. ROX Reference Dye II (50 × conc.)
6. Kudoa Positive Control (2.5 × 10<sup>7</sup> copies/μl)
7. EASY Dilution (for Real Time PCR)

リアルタイムPCR試薬

プライマー・プローブ  
もプレミックス

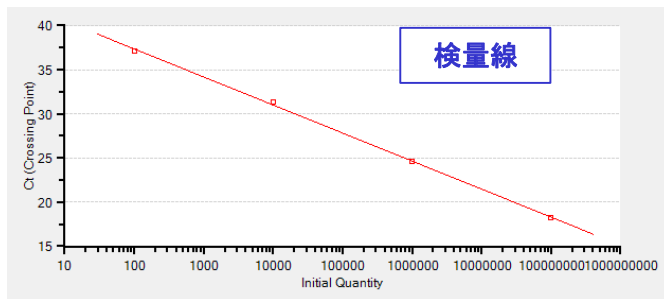
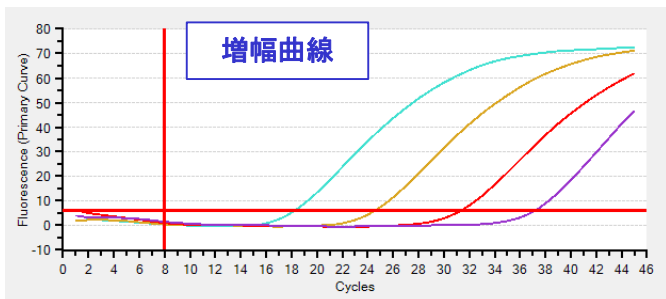
定量用ポジティブコントロール

低濃度までの正確な  
希釈が可能

必要な試薬が揃ったオールインワンキットです。

## ■ Kudoa Positive Control を用いた検量線作成例 (Thermal Cycler Dice® Real Time System // ★使用)

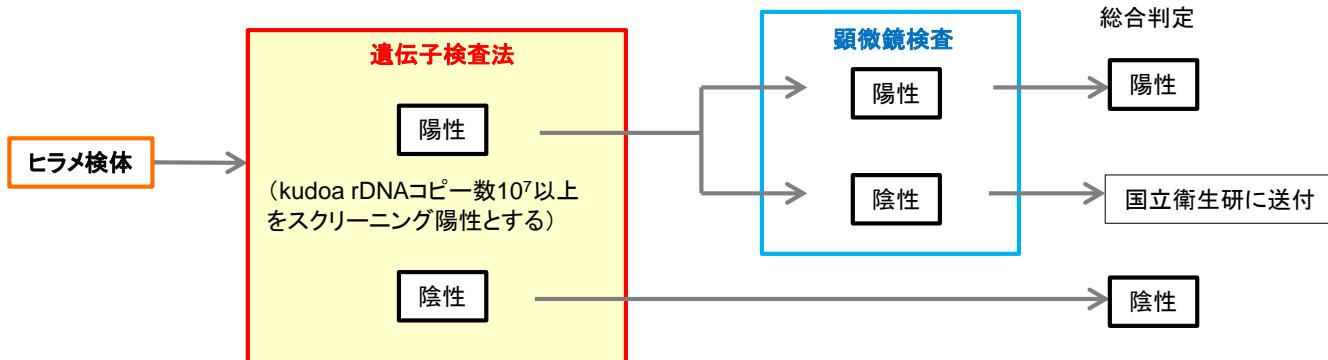
キットに含まれるKudoa Positive ControlをEASY Diluton (for Real Time PCR)で段階希釈し、 $2.5 \times 10^7$ 、 $2.5 \times 10^5$ 、 $2.5 \times 10^3$ 、 $2.5 \times 10^1$  copies/ $\mu$ l の溶液にて検量線を作成した。  
(各反応系での最終コピー数はそれぞれ $1 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^6$ 、 $1 \times 10^4$ 、 $1 \times 10^2$ になる。)



★Thermal Cycler Dice® Real Time System II (製品コードTP900:終売)、Thermal Cycler Dice® Real Time System Lite (製品コードTP700:終売)のほか、Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System、StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Life Technologies社)などで使用可能です。

### 検査法フローチャート (通知※より引用)

#### A. スクリーニング法として、リアルタイムPCRを行う場合 (注)



※「Kudoa septempunctataの検査法について」

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 監視安全課長通知

平成28年4月27日付け生食監発0427第3号

最終改正: 令和2年4月7日薬生食監発0407第1号

(注)試験法については、「A リアルタイムPCRを用いた遺伝子検査法をスクリーニングに使用する方法」及び「B 顕微鏡検査を行い遺伝子検査法を実施する方法」が併記されています。

- ・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4月23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4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