

拭き取り検査用ノロウイルス検出キット



製品名	容量	製品コード	価格(税別)
TaKaRaノロウイルス拭き取り検査用キット	50回	RR242A	¥108,000

<検査フロー>



* Thermal Cycler Dice Real Time System III における反応時間

● 迅速簡便なオールインワンキット

ウイルス濃縮～検出までの所要時間は最短1時間20分！

● 前処理は専用濃縮液による遠心濃縮のみ

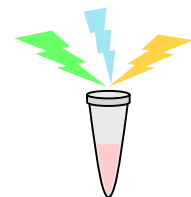
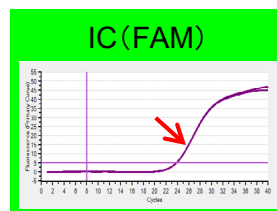
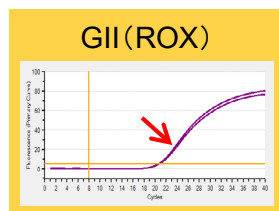
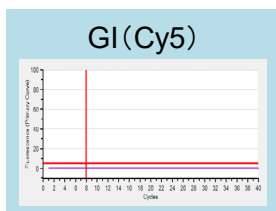
拭き取り検体に専用濃縮液を添加し、室温で遠心分離を行うだけで迅速、効率的にノロウイルスを濃縮することができます。高い感度での検出が可能です。
鑄型調製は遠心後のペレットをH₂Oで溶解するだけで完了です(熱処理不要)。

● 反応液調製は2種類のコンポーネントを混合するだけ

PCR反応液の調製は、RT-PCR Reaction Mix 2とNV Primer/Probe Mix 8を混ぜるだけで完了します。(室温調製可能)
キットにはポジティブコントロールが付属しています。

● 1反応でGI遺伝子、GII遺伝子、インターナルコントロールを検出

プローブによるマルチプレックス検出を行い、GIとGIIを明確に区別できます。



● UNGにより、PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止



<キットの内容>

- リアルタイムPCR試薬
 - RT-PCR Reaction Mix 2
 - NV Primer/Probe Mix 8
- ポジティブコントロール
 - NV Positive Control DNA 5
- ウイルス濃縮液
 - NV Concentration Reagent*
 - H₂O

* NV Concentration Reagentは、神戸常盤大学・保健科学部の研究成果に基づきます。

簡単操作のウイルス濃縮！ TaKaRaノロウイルス拭き取り検査用キット

■ 実施例 1: 各種遺伝子型ノロウイルスの回収率の確認

【方法】

GI 2種、GII 6種のノロウイルス 2×10^4 コピーをそれぞれ生理食塩水に懸濁し、本製品のプロトコルに従って濃縮後、qPCRによる検出を行った。また、比較対照として、同コピー数の各遺伝子型ノロウイルスを濃縮操作なしでそのままqPCRにより検出し、これとの比較により回収率を算出した。

【結果】

回収率は、72~96%となり、いずれの遺伝子型でも良好な結果が得られた。

添加ウイルス 遺伝子型	Ct値(N=2の平均値)		ΔCt値 濃縮ありーなし	回収率 (%)
	濃縮なし	濃縮あり		
GI.4	29.23	29.68	0.45	73
GI.6	29.81	30.28	0.47	72
GII.2	25.94	26.17	0.23	85
GII.3	30.44	30.67	0.23	85
GII.4	27.01	27.29	0.28	83
GII.6	26.34	26.40	0.06	96
GII.14	28.59	28.75	0.16	90
GII.17	27.01	27.26	0.25	84

■ 実施例 2: スwabへのノロウイルス添加回収試験

【方法】

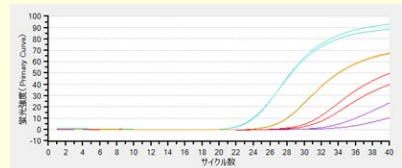
Norovirus GI.4 2×10^1 、 2×10^2 、 2×10^3 、 2×10^4 コピーをSwabに添加し、本製品のプロトコルに従ってSwabからのウイルス回収、濃縮、qPCRによる検出を行った。

<使用Swab> BDラスパーチェック(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)

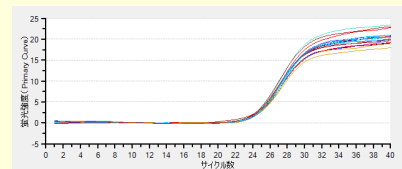
【結果】

すべてのコピー数で良好な結果となり、20コピー相当まで検出可能であった。

<GIIの増幅曲線>



<ICの増幅曲線>



プライマー・プローブ配列について

GIおよびGII遺伝子の検出には、厚生労働省通知*に記載されたものと同様な配列のプライマー、プローブを使用していますが、GII検出系に関しては、一部のプライマーを増幅領域の内側にずらしたもの(GII改良プライマー)を採用しています。GII改良プライマーによる検出性能への効果については、TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キット(1液タイプ)Ver.2(製品コード RR204A)または TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キットVer.4(製品コード RC130A)の製品情報をご参照ください。

<食品・環境検査用キット(定量解析が可能)>

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
確かな品質の陽性コントロールでノロウイルス遺伝子量の定量解析を			
Norovirus (GI/GII) Positive Control DNA	各50 μl	RR251A	¥33,000
通知*と同じ2ステップリアルタイムRT-PCRでの検査を行いたい方に			
TaKaRa qPCR Norovirus (GI/GII) Typing Kit Ver.2	50回	RR265A	¥97,000
	50回×5	RR265B	¥388,000
迅速簡便な1ステップリアルタイムRT-PCRタイプ			
TaKaRa qPCR Norovirus (GI/GII) Typing Kit (1 Step) Ver.2	50回	RR266A	¥84,000

<検便検査用キット>

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キット(1液タイプ)Ver.2	100回	RR204A	¥135,000
TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キットVer.4	100回	RC130A	¥135,000

* 「ノロウイルスの検出法について」厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
(平成15年11月5日付け食安監発第1105001号別添 最終改正:平成25年10月22日付け食安監発1022第1号)

・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2023年5月15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5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