

Luminex[®]

NxTAG[®]

MAGPIX[®] Dx システム

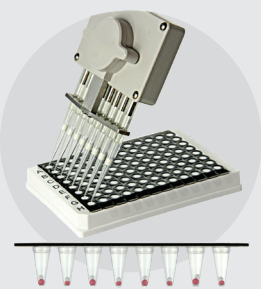
NxTAG[®] CoV Extended Panel RUO コロナウイルス検出キット

NxTAG[®] CoV Extended Panel RUO コロナウイルス検出キットは、呼吸器検体からSARS-CoV-2、MERS-CoV、及びSARS-CoVの核酸を同時に検出する、定性的なマルチプレックスアッセイです。MAGPIX[®] Dx システムを使い、SARS-CoV-2は3遺伝子 (ORF1ab、E-gene、N-gene) を検出することで、正確で信頼できる結果を提供します。

特長

- 4時間以内に最大96検体まで処理できる、拡張機能を備えたコスト効率の良いソリューション
- 組合せ可能なフレキシビリティ - NxTAG CoV Extended Panel RUO コロナウイルス検出キットを使用してSARS-CoV-2、MERS-CoV、SARS-CoVを検出、またはNxTAG RPP RUO 呼吸器感染病原体検出キットを使用して呼吸器感染を起こす22種類の病原体を検出、または並行して使用することにより呼吸器疾患の原因を明らかにすることも可能
- 3遺伝子 (ORF1ab、E-gene、N-gene) を検出し、SYNCT[™] ソフトウェアが信頼性のある結果を提供

ワークフロー (核酸抽出後)



Step 1

あらかじめ試薬が入ったプレートのウェルに核酸抽出後のサンプルを分注



Step 2

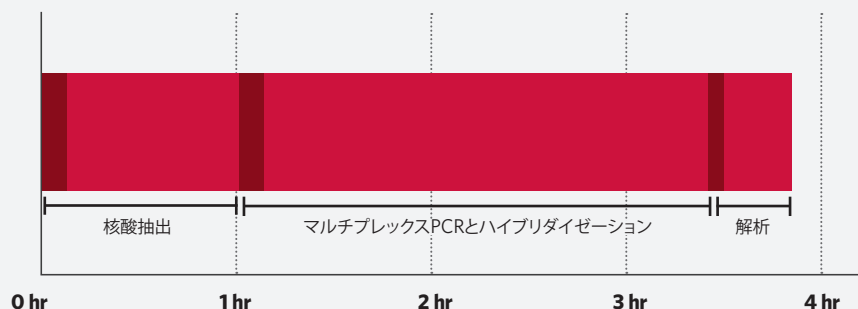
マルチプレックスPCRとビーズハイブリダイゼーション反応を連続処理



Step 3

MAGPIX[®] で測定・解析し結果を取得

ワークフローの合理化と時間の節約



キット概要と関連製品

製品名	製品番号
NxTAG® CoV Extended Panel RUO コロナウイルス検出キット 以下が含まれます: NxTAG CoV Extended Panel Plate MS2 Foil Seals	X054C0462 (96テスト)
MAGPIX® Dx システム	MAGPIX-XPON4.1-CEIVD
NxTAG® RPP RUO 呼吸器感染病原体検出キット	X051C0451 (96テスト)
SYNCT™ ソフトウェア (RUO)	CN-SW34-02

ターゲットの有無の判定には、SYNCT ソフトウェアが別途必要です。
本製品は研究用試薬です。体外診断用医薬品としての使用はできません。

Luminex
complexity simplified.

ルミネックス・ジャパン株式会社

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-7-2 神谷町麻布台ビル
www.luminexcorp.com/ja

お問い合わせ

Tel: 03.5545.7440 (代表) Fax: 03.5545.0451

Email: infojp@luminexcorp.com

テクニカルサポートお問い合わせ窓口

Tel: 03.5545.7444 (受付時間 9:00 ~ 18:00)

Email: supportjapan@luminexcorp.com

©2020 Luminex Corporation. All rights reserved. Luminex, MAGPIX, NxTAG, xPONENT, SYNCTは、米国および他の国々で登録されたルミネックス・コーポレーションの商標または登録商標です。諸般の理由により、予告なく仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。