

### NxTAG® RPP + SARS-CoV-2 RUO 呼吸器感染病原体検出キット

NxTAG® RPP + SARS-CoV-2 RUO 呼吸器感染病原体検出キットは、呼吸器感染の原因となる多種の病原体（ウイルス・細菌）の遺伝子を網羅的に同時検出する、定性的なマルチプレックスアッセイです。検体は、鼻咽頭スワブ、咽頭スワブ、鼻腔スワブ、鼻腔吸引液、鼻洗浄液を使用します。このアッセイは、MAGPIX® Dx システム用にデザインされています。

#### 特長

- **網羅的パネル:** SARS-CoV-2 (ORF1abとM gene)を含む20種類のウイルスと3種類の細菌を1ウェルで検出し、呼吸器疾患の原因を解析
- **スケーラブルな処理能力:** 核酸抽出から3時間以内に96サンプルまでを処理、日々変化するサンプル数と研究ニーズに対応
- **短い作業時間:** プレートに充填済みの凍結乾燥試薬を使うことで、作業は1回のピペッティングのみなので、毎日のルーチン化が簡単

| Viral Targets                   |                               | Bacterial Targets               |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Influenza A                     | Human Metapneumovirus         | <i>Chlamydophila pneumoniae</i> |
| Influenza A - subtype H1        | Adenovirus                    | <i>Mycoplasma pneumoniae</i>    |
| Influenza A - subtype H3        | Parainfluenza 1               | <i>Legionella pneumoniae</i>    |
| Influenza A - subtype 2009 H1N1 | Parainfluenza 2               |                                 |
| Influenza B                     | Parainfluenza 3               |                                 |
| SARS-CoV-2                      | Parainfluenza 4               |                                 |
| Coronavirus HKU1                | Respiratory Syncytial Virus A |                                 |
| Coronavirus N63L                | Respiratory Syncytial Virus B |                                 |
| Coronavirus OC43                | Rhinovirus/Enterovirus        |                                 |
| Coronavirus 229E                | Human Bocavirus               |                                 |

## 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

## キット概要と関連製品

| 製品名  | 製品番号                 |
|--|----------------------|
| NxTAG® RPP +SARS-CoV-2 RUO 呼吸器感染病原体検出キット<br>以下が含まれます:<br>NxTAG RPP + SARS-CoV-2 Plate<br>MS2<br>Foil Seals | X056C0470 (96テスト)    |
| MAGPIX® Dx システム  | MAGPIX-XPON4.1-CEIVD |
| 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](http://www.luminexcorp.com/ja)

お問い合わせ

Tel: 03.5545.7440 (代表) Fax: 03.5545.0451

Email: [infojp@luminexcorp.com](mailto: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](mailto: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。

SS265285\_AP-R-JP