

Luminex[®]

ARIES[®]

ARIES[®] システム

ARIES[®] SARS-CoV-2 Assay RUO 試薬カセット

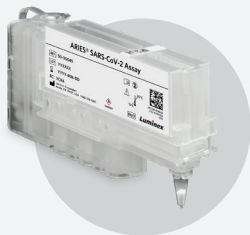


ARIES[®] SARS-CoV-2 Assay RUO 試薬カセットは、リアルタイムPCRベースの定性的マルチプレックステストで、SARS-CoV-2の核酸を鼻咽頭スワブ検体から検出します。

- 全自動: 全自動遺伝子解析でSARS-CoV-2を検出
- 短い処理時間: ハンズオン時間を最小にする全自動のワークフローで2時間以内に結果を取得
- 経済的な設計: 抽出と増幅の試薬が充填済みで、検体をカートリッジに加えるだけの操作
- 安定した検出: ORF1abとN-geneの加水分解プローブが優れた特異性を提供

ワークフロー

Step 1
試薬カセットに
検体を装填



Step 2
試薬カセットをマガジン
にセット



Step 3
マガジンを機器に
セット



Step 4
解析結果を取得



キット概要と関連製品

製品名	製品番号
ARIES® SARS-CoV-2 Assay RUO 試薬カセット*	50-10048 (24 テスト)
ARIES® SARS-CoV-2 Assay Protocol File (RUO)	別途ご提供します。+
ARIES® システム 以下が含まれます： システム本体 カセットマガジン(2) サンプルプレップトレイ(2)	ハンドバーコードスキャナー/スタンド 電源ケーブル システム操作マニュアル クイックガイド ARIES-M12V1-IVD
ARIES® M1 システム 以下が含まれます： システム本体 カセットマガジン(1) サンプルプレップトレイ(2)	ハンドバーコードスキャナー/スタンド 電源ケーブル システム操作マニュアル クイックガイド ARIES-M6V1-IVD
SYNCT™ ソフトウェア	CN-SW47-03

*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。

+テクニカルサポートまでお問い合わせください。

ARIES システムは、Class I (1) のレーザー製品です。LISとの互換性の検証は行っていません。

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, ARIES, 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。