

アジレント ホットトピックスウェビナー

# 先行きが見えない時期こそ 分析科学で光を！

## より迅速なテスト、正確な結果、柔軟なテクノロジー

直面している出来事は私たちの日常を突然劇的に変えてしまいましたが、お客様が直面している重要な質問や課題に対する回答を提供するというアジレントの取り組みは変わりません。

このウェビナーシリーズでは、最近のホットな話題からアジレントの分析機器が使用されている事例をご紹介します。

第2回は、感染症対策などの研究のための特性評価ワークフローの課題に対処する効果的なソリューション事例をご紹介します。

ぜひ、ご参加のご検討を宜しくお願い申し上げます。



## 第2回：効果的な治療研究開発を支援する 装置、ソリューション

開催日時： 2020年11月05日（木曜日）15時

- モノクローナル抗体 (mAb) の物理化学的な特性解析のワークフローソリューション
- LC/MS によるオリゴ核酸分析  
(英語での講演になります。)
- 高速、高スループットの自動化ツールを使った免疫の研究

参加お申込みいただいた方には、後日、アクセス情報をご案内させていただきます。

参加申込サイトは下記になります。

<https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580>

## アジレント オンデマンド版ウェビナーのご案内



アジレントウェビナーは、分析に関するノウハウやアプリケーション、最新の装置情報などをご覧頂ける オンラインセミナー（無料）です。オンデマンドウェビナー（録画版）は、お好きな時間にどこからでも何度でもご利用いただけます。

ご興味のあるコンテンツがございましたら、お気軽にご視聴ください。



ウェビナー情報のサイトは下記になります。  
<https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580>