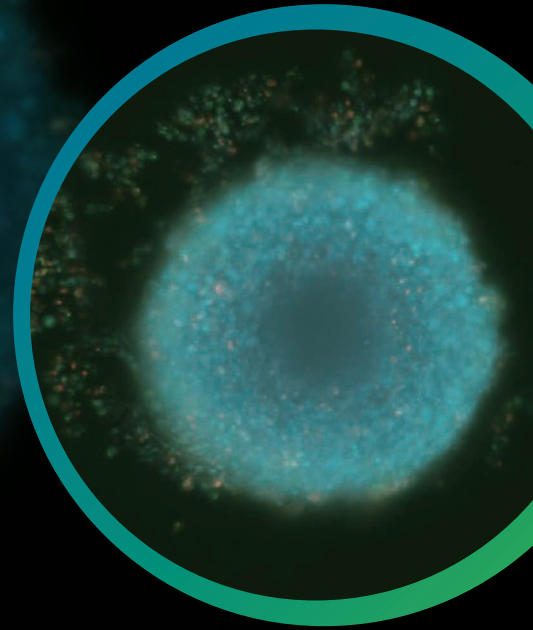


第 51 回日本毒性学会学術年会 ランチョンセミナー / 企業展示会に 参加します。

会期：2024 年 7 月 3 日 (水) ~ 5 日 (金)

会場：福岡国際会議場



共催ランチョンセミナーのご案内 / L1-3

日時：7 月 3 日 (水) 12:00 ~ 13:00

会場：第 3 会場 (福岡国際会議場 5 階)

アニマルモデルからの脱却：
オルガノイドと MPS を用いた次世代 *In vitro* モデル

演者：中沢 太郎 | モレキュラーデバイスジャパン株式会社
製品ソリューション部 課長
江尻 洋子 | MIMETAS Japan 株式会社

講演要旨

動物実験に代わる毒性評価モデルとして、Organ-on-Chip やオルガノイドといった MPS (Microphysiological Systems) が注目されています。これらの技術は、生体内環境を再現し、人間の生理学的応答を模倣することが可能です。MIMETAS 社は、10 年に渡り世界の大手製薬企業と多くのコラボレーションを行ってきた Organ-on-Chip の分野のリーディングカンパニーです。モレキュラーデバイス社は、データを元に継代のタイミングを自動的に判断できる AI システムを活用した画期的なオルガノイド培養自動化に取り組んでいます。本講演では、MPS を活用した最新の研究成果や技術革新について紹介します。

併設展示会のご案内 ブース小間番号 67-68

是非お立ち寄りください!

- ・ iPS 細胞や 3D オルガノイドの培養自動化に関心がある方
- ・ オルガノイドを用いたハイコンテンツイメージングアッセイでセグメンテーションに課題を感じている方
- ・ 3 次元細胞組織モデルのイメージングアッセイでスループットに問題を感じられている方

主なご案内内容

- ・ 自動細胞培養システム CellXpress.ai
- ・ ハイコンテンツイメージングシステム ImageXpress シリーズ
- ・ AI/機械学習搭載 IN Carta 画像解析ソフトウェア
- ・ ハイコンテンツイメージング / プレートリーダー自動化ソリューション

お問い合わせ

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

Phone: [0120-993-656](tel:0120-993-656)

Web: www.moleculardevices.co.jp

Email: info.japan@moldev.com

