

Sophion セミナー

2018年10月19日(金), 10:00 - 20:00

シミックファーマサイエンス株式会社 東京オフィス 会議室
浜松町ビルディング 22階(旧東芝ビル) 東京都港区芝浦 1-1-1

- Agenda -

- 9:30-10:00 受付
- 10:00 -10:10 開会の挨拶
ソフィオン バイオサイエンス株式会社 代表取締役 鶴渕 雄士
- 10:10-10:30 Future strategy at Sophion (Tentative)
Thais Johansen, CEO, Sophion Bioscience A/S, Denmark
- 10:30-10:50 会社案内
シミックファーマサイエンス株式会社 秋江 靖樹
- 10:50-12:00 教育講演 Stoichiometry and functions of potassium channel auxiliary subunits
自治医科大学 生理学講座統合生理学部門 中條 浩一 教授
- 12:00-13:00 昼食
- 13:00-13:40 Utilising the Qube in a CRO environment: Case studies from HTS and hit-to-lead projects
Dr. Juha Kammonen, Principal Scientist, Charles River Laboratories, United Kingdom
- 13:40-14:10 Current and future research & development activities at Sophion
Dr. Thomas Binzer, VP, Sophion Bioscience A/S, Denmark
- 14:10-14:40 QPatch II のご紹介/CiPA hERG 薬物動態アッセイの QPatch での実施について
ソフィオン バイオサイエンス株式会社 鶴留 一也
- 14:40-15:20 コーヒーブレイク
- 15:20-16:00 イメージングによる心筋細胞収縮評価手法-SI8000 Cell Motion Imaging System-
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 早川 智広
- 16:00-16:40 High-resolution in vitro electrophysiology system for detailed characterization of neuronal cells and networks
Dr. Marie Engelene J.Obien, VP Marketing and Sales, Maxwell Biosystems AG, Switzerland
- 16:40-17:00 ご挨拶
シミックファーマサイエンス株式会社 代表取締役社長 小作 寛
- 17:00-17:30 ブース見学、休息时间
- 17:30-18:00 レセプション会場へ移動
- 18:00- 20:00 レセプションパーティー