

SOPHION BIOSCIENCE SEMINAR

11
October
2019

Venue: Knowledge Capital Conference Rooms, Room C04
Grand Front Osaka, North Bld., Tower C, 8F
3-1 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka 530-0011, Japan

Agenda

10:00-10:30	Registration
10:30-10:40	Welcome remarks and safety briefing Dr. Yuji Tsurubuchi, Country Manager, Sophion Bioscience K.K., Japan
10:40-11:00	TBD Mr. Thais Johansen, CEO, Sophion Bioscience A/S, Denmark
11:00-12:00	Educational lecture: Nerve-muscle interaction: New insights from two models Prof. Fumihito Ono, Department of Physiology, Division of Life Sciences, Faculty of Medicine, Osaka Medical College, Japan
12:00-13:00	Lunch break (Lunch boxes served)
13:00-13:40	Ten years of automated patch-clamp platforms use at Sanofi Dr. Michel Partiseti, Sanofi, France
13:40-14:20	Advancing Cardiac Safety Screening on the QPatch Dr. Edward Humphries, Metrion Biosciences Ltd., UK
14:20-15:00	Updates on QPatch and Qube applications and their new features (tentative) Dr. Thomas Binzer, Sophion Bioscience A/S, Denmark
15:00-15:30	Coffee break (Beverages and sweet treats served)
15:30-16:30	Basic course of training in QPatch/Qube operations and data analyses for new users Dr. Kazuya Tsurudome, Senior Application Scientist, Sophion Bioscience K.K., Japan
16.30-17.00	Tricks and tips for advanced users to maximize utilization of QPatch and Qube Dr. Hironori Ohshiro, Application Scientist, Sophion Bioscience K.K., Japan
17:00-17:10	Closing remarks and adjourn Mr. Naoto Ueda, President & CEO, Physio-Tech Co., Ltd., Japan
17:30-20:00	Reception party at the next-door Room C03 (Beverages and foods served)

SOPHION BIOSCIENCE SEMINAR

11
October
2019

会 場: ナレッジキャピタル カンファレンスルーム, Room C04
大阪市北区大深町 3-1, グランドフロント大阪, 北館, タワーC, 8階

Agenda

10:00-10:30	受付
10:30-10:40	開会のご挨拶および避難経路の確認 ソフィオンバイオサイエンス株式会社 代表取締役 鶴淵 雄士
10:40-11:00	TBD Mr. Thais Johansen, CEO, Sophion Bioscience A/S, Denmark
11:00-12:00	教育講演: 神経と筋肉との対話: 遅筋のみで動く動物と消化管の逆蠕動制御からの新知見 大阪医科大学 医学部 生命科学講座 生理学教室 小野 富三人 教授
12:00-13:00	昼食
13:00-13:40	Ten years of automated patch-clamp platforms use at Sanofi Dr. Michel Partiseti, Sanofi, France
13:40-14:20	Advancing Cardiac Safety Screening on the QPatch Dr. Edward Humphries, Metrion Biosciences Ltd., UK
14:20-15:00	Updates on QPatch and Qube applications and their new features (tentative) Dr. Thomas Binzer, Sophion Bioscience A/S, Denmark
15:00-15:30	コーヒーブレイク
15:30-16:30	QPatchとQubeの基礎トレーニングコース: オペレーションとデータ解析について ソフィオンバイオサイエンス株式会社 鶴留 一也
16:30-17:00	QPatchとQubeをフル活用されたいユーザーのための秘訣とコツ ソフィオンバイオサイエンス株式会社 大城 博矩
17:00-17:10	閉会のご挨拶 フィジオテック株式会社 代表取締役社長 上田 直人
17:30-20:00	レセプションパーティー (隣室 Room C03にて)