

# SOPHION BIOSCIENCE SEMINAR

11  
October  
2019

## 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：TBD 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 (Tentative) Dr. Michel Partiseti, Sanofi, France
13:40-14:20	TBD Dr. Edward Humphries, Metrion Biosciences Ltd., UK
14:20-15:00	Updates on QPatch and Qube applications and their new features (tentative) Application Scientist or Product Manager, Sophion Bioscience A/S, Denmark
15:00-15:30	コーヒープレイク
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）