

## ランチョンセミナー

ランチョンセミナー 1      7月10日(月) 12:15 - 13:15

第2会場

### 創薬シーズ探索の現場から、スフェロイド培養に関する基礎検討結果のご紹介

講師：今村 理世（東京大学 創薬機構）

座長：竹内 明彦（アステラスリサーチテクノロジー株式会社 安全性研究部）

共催：サーモフィッシュャーサイエンティフィック株式会社

ランチョンセミナー 2      7月10日(月) 12:15 - 13:15

第3会場

### ① PXBマウス<sup>®</sup>は薬剤間での治療学的な同等性保証のサポートツールになり得るか？ - 薬剤性ヒト肝障害リスクの評価事例 -

講師：立木 秀尚（東和薬品株式会社 事業開発部長（兼）バイオメディカルチーム課長）

### ② PXBマウス<sup>®</sup>を用いた抗体医薬品の肝毒性評価

講師：南谷 賢一郎（協和発酵キリン株式会社 研究開発本部 トランスレーショナルリサーチユニット）

座長：立野(向谷) 知世（株式会社フェニックスバイオ 常務取締役 研究開発部長）

共催：株式会社フェニックスバイオ

ランチョンセミナー 3      7月10日(月) 12:15 - 13:15

第4会場

### SEND : FDAへのIND申請義務化に向けて

講師：諏訪 浩一（株式会社ボゾリサーチセンター）

共催：株式会社ボゾリサーチセンター

ランチョンセミナー 4      7月10日(月) 12:15 - 13:15

第5会場

### Juvenile Studies: How to reduce the numbers of animals used and still meet EU and US requirements and the new ICH S11 guidelines

講師：Alan M. Hoberman, PhD, DABT, Fellow ATS (Charles River)

共催：Charles River

ランチョンセミナー 5      7月10日(月) 12:15 - 13:15

第6会場

### Current Thinking on Carcinogenicity Assessments for Biologics

講師：Shawn Heidel, D.V.M., Ph.D. (Vice President and Head, Global Safety Assessment, Metabolism, and Lead Optimization, Covance Laboratories, Inc)

座長：高橋 道人（医学博士 病理ピアレビューセンター）

共催：コーヴァンス・ジャパン株式会社

---

ランチョンセミナー 6      7月11日(火) 11:45 - 12:45      第2会場

---

### 創薬を加速するARO-CRO連携モデル

講師：杉山 大介 (国立大学法人九州大学病院 ARO 次世代医療センター 副センター長 / 医学研究院次世代医療研究開発講座 教授)

座長：井上 裕章 (株式会社 LSI メディエンス 創薬支援事業本部 先端事業推進部 部長)

共催：株式会社 LSI メディエンス

---

ランチョンセミナー 7      7月11日(火) 11:45 - 12:45      第3会場

---

### Overview of OECD 421, 422 and 443 Developmental and Reproductive Toxicology Studies for Agrochemical and Chemical

講師：Mathew B. Carlson (Charles River Horsham)

共催：Charles River

---

ランチョンセミナー 8      7月11日(火) 11:45 - 12:45      第4会場

---

### 非臨床における薬物性肝障害の潜在リスク評価

講師：伊藤 晃成 (千葉大学大学院薬学研究院 生物薬剤学研究室 教授)

座長：二宮 真一 (積水メディカル株式会社)

共催：積水メディカル株式会社

---

ランチョンセミナー 9      7月11日(火) 11:45 - 12:45      第5会場

---

### いよいよ本格化するFDAへの「IND電子申請」へ向けて

講師：橋口 晃一 (株式会社新日本科学)

座長：大石 裕司 (大阪市立大学大学院 医学研究科)

共催：株式会社新日本科学

---

ランチョンセミナー 10      7月11日(火) 11:45 - 12:45      第6会場

---

### OECD 421, 422 and 443 - Discover the Envigo method that gets you the data no other CRO can

講師：Steven Renaut (Commercial Manager, Commercial Group, Envigo)

共催：エンヴィーゴ株式会社

---

ランチョンセミナー 11      7月12日(水) 12:15 - 13:15      第1会場

---

### Integration of Specialty Endpoints into Inhalation Toxicology Studies

講師：James Randazzo, PhD, DABT (Charles River Ashland)

共催：Charles River

---

**ランチョンセミナー 12**      7月12日(水) 12:15 - 13:15
**第2会場**


---

**大動物における非侵襲機器およびインプラントを利用したテレメトリーによる  
ECG、血圧、心室圧の測定と解析**

講 師：Yukie Ueyama, DVM (Study Director, Qtest Labs, LTD., Columbus, Ohio, USA)  
 座 長：Jean-Gérard Napoléoni (CEO, emka TECHNOLOGIES S.A.S, Paris, France)  
 共 催：emka&SCIREQ 株式会社

---

**ランチョンセミナー 13**      7月12日(水) 12:15 - 13:15
**第3会場**


---

**再生医療等製品の開発から企業治験の現状 (企業とアカデミアで共有すべき知識)**

講 師：原井 基博 (富士ソフト株式会社 常務執行役員 再生医療研究部 部長 / 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式  
 会社 代表取締役社長 / 千葉大学客員 教授)  
 座 長：坂口 圭介 (テルモ株式会社 研究開発本部 評価センター長)  
 共 催：株式会社化合物安全性研究所

---

**ランチョンセミナー 14**      7月12日(水) 12:15 - 13:15
**第4会場**


---

**MiraCell™ Cardiomyocytesによる心毒性解析 - オートパッチクランプへの応用 -**

講 師：① 西江 敏和 (タカラバイオ株式会社 CDM センター)  
           ② 大槻 篤史 (ナニオンテクノロジーズジャパン株式会社)  
 座 長：榎 竜嗣 (タカラバイオ株式会社 CDM センター)  
 共 催：タカラバイオ株式会社

---

**ランチョンセミナー 15**      7月12日(水) 12:15 - 13:15
**第5会場**


---

**GLP Safety Evaluation of Vaccines and Biologics**

講 師：Paul B. Bushdid, PhD (Director, Toxicology & Pathology Services, Southern Research)  
 座 長：菅原 敬信 (熊本大学大学院医学教育部小児科学分野・研究員)  
 開 催：Southern Research  
 共 催：株式会社スリーエス・ジャパン

---

**ランチョンセミナー 16**      7月12日(水) 12:15 - 13:15
**第6会場**


---

**The importance of immunological assessments in the interpretation of non-  
clinical safety studies**

講 師：Kirsty Harper (Director, Biopharmaceutical Development, Envigo)  
 共 催：エンヴィーゴ株式会社