

— 創薬を支える細胞の未来 —

細胞による イノベーション

2022年

7月7日(土)・8日(金)

会場 千里ライフサイエンスセンター
ライフホール・サイエンスホール

北大阪急行千里中央駅徒歩3分
大阪府豊中市新千里東町1-4-2

第94回大会 日本組織培養学会

シンポジウム
1 創薬研究に必要な
機能性細胞の開発応用

シンポジウム
2 バイオバンク試料の
活用による創薬展開

特別企画
医薬基盤研セミナー
～創薬研究の未来～

- 奨励賞対象演題 (YIA)
- English Presentation Award (EPA)
- 一般演題 (口頭発表、ポスター発表)
- 企業開発者ポスター発表
- ランチョンセミナー

特別講演
小島 肇
国立医薬品食品衛生研究所
安全性生物試験研究センター
安全性予測評価部

プログラム



日本組織培養学会 第94回大会

プログラム

特別講演 小島 肇 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 安全性予測評価部

シンポジウム-1 創薬研究に必要な機能性細胞の開発応用

森 實 飛 鳥 神戸市立医療センター 中央市民病院 臨床研究推進センター
櫻 井 英 俊 京都大学iPS研究所 臨床応用研究部門
高 山 和 雄 京都大学iPS研究所 増殖分化機構研究部門
阿久津 英 憲 国立成育医療研究センター研究所 再生医療センター 生殖医療研究部

シンポジウム-2 バイオバンク試料の活用による創薬展開

森 田 瑞 樹 岡山大学大学院 ヘルスシステム統合科学研究科
荻 島 創 一 東北大学 高等研究機構 未来型医療創成センター / 東北メディカル・メガバンク機構
宮 城 洋 平 神奈川県立がんセンター臨床研究所

特別企画 医薬基盤研セミナー ～創薬研究の未来～

國 澤 純 ワクチン・アジュバント研究センター
水 口 賢 司 AI健康・医薬研究センター
木 村 友 則 難治性疾患研究開発・支援センター
津 本 浩 平 創薬デザイン研究センター

実行委員会

藤 井 万 紀 子 広島大学大学院 医歯薬学総合研究科
浅 香 勲 京都大学 iPS細胞研究所 基盤技術研究部門
片 岡 健 岡山理科大学 理学部 臨床生命科学研究科
嶋 本 顕 山口東京理科大学 薬学部 薬学科
森 一 憲 昭和大学 薬学部 基礎薬学講座 腫瘍細胞生物学部門
山 本 直 樹 藤田医科大学 研究支援推進本部

2022年
7月7日木・8日金

会場

千里ライフサイエンスセンター
ライフホール・サイエンスホール

北大阪急行千里中央駅徒歩3分 / 大阪府豊中市新千里東町1-4-2



大会長

小原 有弘
国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所
培養資源研究室研究リーダー

お問い合わせ

国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所 培養資源研究室
〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8
TEL:072-641-9851 FAX:072-641-9859 E-mail:jtca94@nibiohn.go.jp

大会ホームページ

<http://jtca.umin.jp/meet/y2022/index.html>

