

温故知新の ミトコンドリア学



–Revisiting Mitochondriology–

2014.11.14 (金) 10:00~17:00 (開場9:30)
熊本ホテルキャッスル2F (熊本市中央区城東町4-2)

代表世話人:山本 哲郎 (元熊本大学大学院生命科学研究部分子病理学分野)

主催:株式会社 同仁化学研究所 後援:株式会社 ケミカル同仁

講演プログラム

- 10:00~10:05 主催者挨拶 野田 栄二 (株式会社同仁化学研究所)
 10:05~10:15 世話人挨拶 山本 哲郎 (元熊本大学大学院生命科学研究部分子病理学分野)

Session 1 : 〈座長 : 山本 哲郎 (元熊本大学大学院生命科学研究部分子病理学分野)〉

- 10:15~11:15 **中田 和人** (筑波大学 生命環境系)
 「ミトコンドリアゲノム変異による多様な病態発症機構」
 11:15~12:00 **今村 博臣** (京都大学 白眉センター)
 「ライブイメージングで明らかになってきた細胞内ATP濃度の時空間動態」
 12:00~13:30 ランチブレイク (ランチョンセミナー)

Session 2 : 〈座長 : 小椋 光 (熊本大学発生医学研究所分子細胞制御分野)〉

- 13:30~14:15 **小柴 琢己** (九州大学大学院理学研究院生物科学部門統合生物学)
 「哺乳動物における抗ウイルス免疫とミトコンドリアとの関係」
 14:15~15:00 **岡 敏彦** (立教大学理学部生命理学科分子細胞生物学)
 「ミトコンドリア形態とクリステ構造の形成機構」
 15:00~15:15 コーヒーブレイク

Session 3 : 〈座長 : 富澤 一仁 (熊本大学大学院生命科学研究部生体機能病態学)〉

- 15:15~16:00 **江崎 雅俊** (熊本大学発生医学研究所分子細胞制御分野)
 「AAAシャペロンp97/Cdc48pによるミトコンドリア形態制御機構」
 16:00~16:45 **岡本 浩二** (大阪大学大学院 生命機能研究科 ミトコンドリア動態学研究室)
 「ミトコンドリアを丸ごと隔離・除去する仕組み」
 16:45~17:00 閉会の挨拶 三浦 洵 (株式会社同仁化学研究所)
 17:00~18:30 ミキサー

**参加費
無料** | **定員
140名**

問い合わせ・参加申込先

〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2025-5 (株)同仁化学研究所内「フォーラム・イン・ドージン事務局」(担当:江口・白石)
 Tel:0120-489548 Fax:0120-021557 E-mail:info@dojindo.co.jp