



26th Forum in DOJIN

代謝システムと 遺伝子発現制御

～意外な縁～

2015.11.13 [金] 10:00～17:00
(開場9:30)

熊本ホテルキャッスル 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)同仁化学研究所 後援 (株)ケミカル同仁

Program

10:00～10:05 主催者挨拶 上野 右一郎 (株)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 中尾 光善 (熊本大学発生医学研究所発生制御部門細胞医学分野)

10:15～11:15 吉田 稔 (国立研究開発法人 理化学研究所 吉田化学遺伝学研究室)

「タンパク質の新しい翻訳後修飾と
環境因子・内因性分子による制御」

11:15～12:00 北村 忠弘 (群馬大学生体調節研究所生活習慣病解析センター)

「FoxO1、Sirt1によるエネルギー代謝制御」

12:00～13:30 昼食 (株)同仁化学研究所「製品紹介」12:30～13:15

Session 2

座長 富澤 一仁 (熊本大学大学院生命科学研究部分子生理学分野)

13:30～14:15 五十嵐 和彦
(東北大学大学院医学系研究科医科学専攻 生物化学分野)

「S-アデノシルメチオニン(SAM)の核内産生機構と
そのエピゲノム制御における役割」

14:15～15:00 日野 信次朗
(熊本大学発生医学研究所発生制御部門細胞医学分野)

「FAD依存性ヒストン脱メチル化酵素による
代謝制御機構」

15:00～15:15 コーヒーブレイク

Session 3

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)

15:15～16:00 黒石 智誠
(東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座)
(口腔分子制御学分野)

「ビオチンによる代謝制御と
遺伝子発現制御」

16:00～16:45 遠藤 玉夫
(地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所)

「糖代謝とタンパク質の糖修飾」

16:45～17:00 閉会の挨拶 三浦 洵 (株)同仁化学研究所

17:00～18:30 ミキサー

参加費
無料

定員
140名

DOJINDO

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・平川)
Tel:0120-489548 Fax:0120-021557 E-mail:info@dojindo.co.jp