



22nd Forum in DOJIN

フォーラム・イン・ドージン

RNAの識別と管理

—自己、異常な自己、そして非自己—

日時: 2011年11月4日(金) 9:30~16:50(開場 9:00)

場所: 熊本ホテルキャッスル(熊本市城東町4-2)

代表世話人: 山本 哲郎(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

9:30~9:35

9:35~9:45

Session 1:

9:45~10:45

10:45~11:30

Session 2:

11:30~12:15

12:15~13:25

13:25~14:10

Session 3:

14:10~14:55

14:55~15:10

15:10~15:55

15:55~16:40

16:40~16:50

17:00~19:00

参加費:無料
定員:140名

主催者挨拶 / 野田 栄二(株式会社 同仁化学研究所)

世話人挨拶 / 三浦 洵(株式会社 同仁化学研究所)

〈座長: 三浦 洵(株式会社 同仁化学研究所)〉

稲田 利文(東北大学大学院薬学研究科生命薬学専攻 教授)

「RNAプログラムの正確性を保証する品質管理機構の新展開」

大野 睦人(京都大学ウイルス研究所 遺伝子動態調節研究部門情報高分子化学研究分野 教授)

「RNAの核外輸送や品質管理におけるRNA識別」

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

吉久 徹(名古屋大学物質科学国際研究センター 准教授)

「細胞質スプライシング — 細胞による例外の巧妙な利用 —」

〈ランチブレイク: ランチオンセミナー(12:45~13:05)〉

谷 時雄(熊本大学大学院自然科学研究科 生命科学講座 教授)

「RNA制御のケミカルバイオロジー」

〈座長: 松下 修三(熊本大学エイズ学研究センター 病態制御分野) 教授〉

米山 光俊(千葉大学真菌医学研究センター 感染免疫分野 教授)

「細胞内ウイルスセンサーによる非自己RNAの認識とその生理機能」

〈コーヒーブレイク〉

小糸 厚(熊本大学大学院生命科学研究部 感染制御学寄附講座 特任教授)

「シチジン脱アミノ化酵素によるレトロウイルス・レトロエレメントの制御」

高田 賢藏(北海道大学遺伝子病制御研究所 癌ウイルス分野 教授)

「EBウイルスがコードする小RNAによる自然免疫修飾と発がん」

閉会の挨拶 / 山本 哲郎(熊本大学大学院生命科学研究部 分子病理学分野)

ミキサー

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: 尾方

Tel: 0120-489548 Fax: 0120-021557

E-mail: info@dojindo.co.jp