



24th Forum in DOJIN フォーラム・イン・ドージン

生体硫化水素bioH₂S - 原始環境が用意したシグナル分子 -

日時: **2013**年**11**月**15**日(金) 10:00~17:00(開場 9:30)

場所: **熊本ホテルキャッスル**(熊本中央区城東町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

参加費: 無料
定員: 140名

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(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(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 **木村 英雄** ((独) 国立精神・神経医療研究センター神経薬理研究部)
「硫化水素(H₂S)の生合成と機能」
11:15~12:00 **野中 孝昌** (岩手医科大学薬学部構造生物薬学講座)
「口腔細菌由来硫化水素産生酵素βC-S lyaseの構造と反応機構」
12:00~13:30 ランチブレイク(ランチョンセミナー)

Session 2: <座長: 三浦 洵(株式会社 同仁化学研究所)>

- 13:30~14:15 **永原 則之** (日本医科大学基礎医学放射性同位元素研究室)
「酵素から硫化水素は産生されるか:
3-mercaptopyruvate sulfurtransferaseの分子進化と生理的役割」
14:15~15:00 **中川 秀彦** (名古屋市立大学大学院薬学研究科薬化学分野)
「ケージドH₂Sの開発研究」
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分子生理学分野)>

- 15:15~16:00 **木村 俊秀** (大分大学医学部医学科薬理学教室)
「誘導型硫化水素産生酵素CSEによる膵B細胞保護」
16:00~16:45 **梶村 真弓** (慶應義塾大学医学部医化学教室)
「一酸化炭素・硫化水素カスケードによる脳微小循環代謝制御」
16:45~17:00 閉会の挨拶 三浦 洵
17:00~18:30 ミキサー

問い合わせ・参加申込先