



28th Forum in DOJIN

# D-アミノ酸生物学

— 右と左からみた生命の世界 —

日時 2017.11.17 金 10:00~17:00 (開場9:30)

場所 熊本ホテルキャッスル2F 熊本市中央区城東町4-2

主催 (株)同仁化学研究所

後援 (株)ケミカル同仁

参加費  
**無料**  
定員  
**140名**

## 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 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)

## Session 1

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)

10:15~11:15 吉村 徹 (名古屋大学大学院 生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 応用生命化学講座 生体高分子学研究分野)  
「新規バイオフィクターとしてのD-アミノ酸:その発見と研究の展開」  
11:15~12:00 本間 浩 (北里大学 薬学部 生体分子解析学教室)  
「酸性D-アミノ酸の代謝と生理機能」

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 三隅 将吾 (熊本大学大学院 生命科学研究部 環境分子保健学分野)

13:30~14:15 藤井 紀子 (京都大学原子炉実験所)  
「老化蛋白質および血液のペプチド中のD-アミノ酸」  
14:15~15:00 笹部 潤平 (慶應義塾大学 医学部 解剖学教室)  
「腸内環境におけるD-アミノ酸を介した微生物と宿主の相互作用」

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 西川 徹 (東京医科歯科大学大学院 精神行動医科学分野)  
「D-セリンと精神疾患」  
16:00~16:45 福井 清 (徳島大学 先端酵素学研究所 次世代酵素学研究領域 病態システム酵素学分野)  
「D-アミノ酸代謝制御システムをターゲットとした疾患酵素学研究」

16:45~17:00 閉会の挨拶 三浦 洵 (熊本大学名誉教授)

17:00~18:30 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:江口)  
Tel:0120-489548 Fax:0120-021557 E-mail:info@dojindo.co.jp

DOJINDO