



29th  
Forum in DOJIN

# 細胞と個体の老化生物学

— 科学は不老長寿に迫れるか —

2018.11.22 [木] 熊本ホテルキャッスル地下1階  
9:30~17:00 (開場9:00) 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

9:30~9:35 主催者挨拶 上野 右一郎 (株)同仁化学研究所 9:35~9:45 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)

9:45~10:45  
鍋島 陽一  
(公益財団法人先端医療産業都市推進機構 先端医療研究センター研究所)  
「クロトー研究の最近の進展」

10:45~11:30  
中西 真  
(東京大学医科学研究所 癌・細胞増殖部門 癌防御シグナル分野)  
「老化細胞特有の代謝特性と形質維持」

11:30~12:15  
中尾 光善  
(熊本大学発生医学研究所 細胞医学分野)  
「エピゲノム因子による  
細胞老化と病態の分子基盤」

12:15~13:30  
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  
田原 栄俊  
(広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 薬学講座)  
「テロメア・マイクロRNAによる  
細胞と個体の老化制御と  
健康長寿への挑戦」

14:15~15:00  
大谷 直子  
(大阪市立大学大学院 医学研究科 分子生体医学講座 病態生理学)  
「細胞老化とSASP: その誘導機構と  
生体における役割」

15:00~15:15  
コーヒーブレイク

### Session 3

座長 三浦 洵  
(熊本大学名誉教授)

15:15~16:00  
下川 功  
(長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 病理学分野)  
「カロリー制限による老化制御機構」

16:00~16:45  
三浦 恭子  
(熊本大学大学院 生命科学研究部 老化・健康長寿学分野/大学院先導機構)  
「最長寿齧歯類ハダカデバネズミにおける  
老化耐性・がん化耐性機構の探求」

16:45~17:00  
閉会の挨拶 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)

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

