

カルナバイオサイエンスのパートナーが東京・神戸に集結!

細胞内リン酸化シグナル研究の新展開

～セルベースで切り拓くキナーゼ阻害剤研究～

セルベースアッセイのエキスパートをゲスト講師に迎えセミナーを開催します。是非ご参加ください。

参加費無料

2012年7月4日(水) 13:00～17:30 (12:30開場)

【東京】コクヨホール 多目的ホール

東京都港区港南1丁目8-35 (JR品川駅港南口を出て徒歩5分)

2012年7月6日(金) 13:00～17:30 (12:30開場)

【神戸】臨床研究情報センター (TRI) 2階研修室

神戸市中央区港島南町1丁目5番地4号 (神戸新交通 医療センター駅直結)



Guido J.R. Zaman, Ph.D.

Founder and Head of Biology, The Netherlands Translational Research Center

本田一文先生 / 増田万里先生

独立行政法人国立がん研究センター 創薬臨床研究分野

David Schwarz, Ph.D.

President & CSO, Advanced Cellular Dynamics, Inc.

Deborah J. Moshinsky, Ph.D.

Founder and President, Cell Assay Innovations, LLC.



CARNA BIOSCIENCES

seminar@carnabio.com

カルナバイオサイエンスのパートナーが東京・神戸に集結!

細胞内リン酸化シグナル研究の新展開

～セルベースで切り拓くキナーゼ阻害剤研究～

参加費無料

ゲスト講師・講演内容 ※の講演は英語で行なわれ、通訳はございませんのでご了承ください。



Guido J.R. Zaman, Ph.D. ※

Founder and Head of Biology,
The Netherlands Translational Research Center

Assay panel based on genetically characterized human tumor cell lines to determine the effect of kinase inhibitors alone or in combination with other chemotherapeutic agents on cell proliferation. The panel will expand over the coming years with an increasing number of cancer cell lines.

Biography: Dr. Zaman founded NTRC in June 2011. He worked for 15 years at Merck & Co. (Organon) in Oss the Netherlands, where he has managed various collaborations with biotech industries and service providers on assay development and lead optimization.

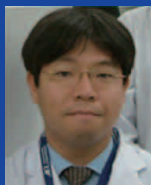


David Schwarz, Ph.D. ※

President & CSO,
Advanced Cellular Dynamics, Inc.

ACD develops robust cell-based assay systems to profile the behaviors of small-chemical entities in high-density plate formats. Our protein tyrosine kinase assay panel includes over 60 native and clinically-relevant mutant kinases. The application of these assays and their utility for high-throughput screening activities will be presented.

Biography: Dr. Schwarz received his Ph.D. from Dartmouth Medical School where he investigated retroviral immunity. His postdoctoral studies focused on thymocyte development, leading to discovery of the Schlafen family of growth regulatory genes. He joined Neurocrine Biosciences in 1998 and was responsible for developing secondary cell-based assays in support of internal exploratory and drug discovery projects. In 2007, he launched Advanced Cellular Dynamics and leads all aspects of new assay design, development and application.



本田 一文 先生 / 増田 万里 先生

独立行政法人国立がん研究センター
創薬臨床研究分野

悪性腫瘍症例からキナーゼの遺伝子変異・増幅・融合等が発見され、これらの変化が悪性化のドライバーになることが知られている。我々は多数の細胞株タンパク質抽出液をガラス基板上にマイクロアレイし、特異的抗体を用いてタンパク質のリン酸化を網羅的にプロファイルする技術を開発した。本セミナーではその詳細を報告する。

Biography: 東京医科大学助手、国立がんセンター研究所病理部リサーチレジデント、東京医科大学霞ヶ浦病院部長代行を経て、厚生労働技官として2002年より国立がんセンター研究所に勤務。2010年より現職。



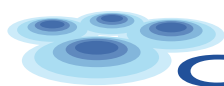
Deborah J. Moshinsky, Ph.D. ※

Founder and President,
Cell Assay Innovations, LLC.

A pioneering assay technology, ClariCELL(TM), measuring specific kinase activity on physiological substrates in human cells, will be detailed. Screening & assay development services are available for ClariCELL tyrosine, serine/threonine & multiplex kinase assays.

Biography: Dr. Moshinsky earned her Ph.D. from MIT in 1998. From 1998 to 2003, she was a scientist at SUGEN, Inc. In her most recent role at Pfizer, Inc., Dr. Moshinsky successfully developed a large panel of biochemical kinase assays. She additionally possesses an established reputation in the kinase field, having a number of publications within drug discovery, panel assay development, and screening areas.

参加お申込み方法



CARNA BIOSCIENCES

seminar@carnabio.com

ご氏名、会社名、所属部署、電話番号をこちらのアドレスにご送信ください。なお、定員になり次第、受付を終了させていただきます。

皆様のご参加をお待ちしております