

平成24年 7 月 2 日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号：4572)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 相川 法男
(TEL：078-302-7075)

CAI社が開発したセリン・スレオニンキナーゼに係る
セルベースアッセイサービスの提供開始について

当社グループは、Cell Assay Innovations, LLC（本社：米国マサチューセッツ州ウェイランド、代表者：Deborah J. Moshinsky、以下「CAI社」という）と、同社が提供するClariCELLTM細胞を用いたセリン・スレオニンキナーゼの阻害測定を行うセルベースアッセイサービス（以下「本サービス」という）について、当社グループがCAI社の全世界的な代理店として、当月より提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、本サービスの提供開始が当社グループの連結業績に与える影響は、平成24年2月10日公表の「マイルストーン開示に係る事業計画（平成24年12月期～平成26年12月期）」に織り込んでおりますが、本サービスの事業進展に伴い、当社グループの連結業績に与える影響が大きくなる場合等当初計画から大きく変更がある場合は、速やかに開示してまいります。

以 上

平成24年 7 月 2 日

関係者 各位

カルナバイオサイエンス株式会社

CAI社が開発したセリン・スレオニンキナーゼの
セルベースアッセイサービス提供開始について

当社グループは、Cell Assay Innovations, LLC（本社：米国マサチューセッツ州ウェイランド、代表者：Deborah J. Moshinsky、以下「CAI社」という）と、同社が提供するClariCELLTM細胞を用いたセリン・スレオニンキナーゼの阻害測定を行うセルベースアッセイサービス（以下「本サービス」という）について、当社グループがCAI社の全世界的な代理店として提供することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 本サービス事業化の目的および背景

当社グループは、体内のキナーゼタンパク質の異常な活性を阻害する画期的な低分子の分子標的薬の創製を目指し、自社研究ならびに製薬企業等の研究支援を行ってまいりましたが、近年このようなキナーゼ阻害剤の創薬研究の進展に伴い、キナーゼ阻害剤による細胞内に存在する状態のキナーゼタンパク質に対する影響を解析したいという需要が高まってまいりました。特に、近年セリン・スレオニンキナーゼを標的とした創薬研究が注目されてきており、そのような中でこれまでセリン・スレオニンキナーゼをターゲットとした細胞を使った効果的なアッセイ系が存在しませんでした。

この度、当社グループがCAI社の代理店として提供するClariCELLTM細胞を用いたセリン・スレオニンキナーゼの阻害測定を行うセルベースアッセイサービスは、製薬企業等が研究しているセリン・スレオニンキナーゼを標的とした阻害剤について、人工的に標的キナーゼ及びその基質を導入したヒトのHEK293細胞であるClariCELLTMに添加したあと、細胞抽出液の状態にして、抗リン酸化抗体により標的のセリン・スレオニンキナーゼのリン酸化状態を識別するものです。現在、4種類のセリン・スレオニンキナーゼのアッセイ系が構築できており、これらに加え現在7種類の標的キナーゼについてCAI社において開発中であります。

このようなCAI社のセルベースアッセイサービスは、セリン・スレオニンキナーゼを標的とした製薬企業等における創薬研究において強力なツールとしてご利用いただけるものと考えており、当社グループが提供するセルベースアッセイサービスの一つとして、積極的に提案してまいります。

2. 本サービスの提供開始時期について

本サービスは平成24年7月より提供を開始いたします。なお、本サービスの当社グループユーザー様向け説明会を、7月4日、6日の両日、東京、神戸にて開催を予定しております。

本セミナーの詳細は、下記の当社ウェブサイトをご参照ください。

(<http://www.carnabio.com/japanese/news/news2012.html>)

3. 本実施契約締結が業績に与える影響について

本実施契約の締結が当社グループの連結業績に与える影響については、平成24年2月10日公表の「マイルストーン開示に係る事業計画（平成24年12月期～平成26年12月期）」に織り込んでおりますが、本サービスの事業進展に伴い、当社グループの連結業績に与える影響が大きくなる場合等当初計画から大きく変更がある場合は、速やかに開示してまいります。

以 上

(ご参考)

CAI社の概要

- (1) 名 称： Cell Assay Innovations, LLC
- (2) 代 表 者： Deborah J. Moshinsky, Ph.D. Founder and President
- (3) 所 在 地： 65 Sycamore Rd. Wayland, MA 01778, USA
- (4) 設 立 年 月： 2011年5月
- (5) 事 業 内 容： 細胞を用いたアッセイ技術の開発ならびに提供
- (6) WEBサイト： www.cellassayinnov.com

【本件に関する問い合わせ先】

カルナバイオサイエンス株式会社

経営企画部 I R担当

TEL：078-302-7075