

平成24年5月11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)

セリン・スレオニンキナーゼのセルベースアッセイ技術開発に係る
共同研究契約締結のお知らせ

当社グループは、Advanced Cellular Dynamics, Inc. (本社: 米国カリフォルニア州サンディエゴ、代表者: David Schwarz、以下「ACD社」という) が提供する57種類のチロシンキナーゼのセルベースアッセイの受託試験の代理店業務を行うとともに、ACD社が同サービスで使用するセルラインを製薬企業等へ販売してまいりましたが、別紙の通り、当社とACD社は新たにセリン、スレオニンキナーゼをターゲットとしたセルベースアッセイ系の構築を目指し、共同研究契約を締結することについて、平成24年5月11日開催の取締役会において決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本共同研究契約締結が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

平成24年 5月11日

関係者 各位

カルナバイオサイエンス株式会社

セリン・スレオニンキナーゼのセルベースアッセイ技術開発に係る
共同研究契約締結のお知らせ

当社は、Advanced Cellular Dynamics, Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンディエゴ、代表者：David Schwarz、以下「ACD社」という）と、下記の通り、セリン・スレオニンキナーゼのセルベースアッセイ技術開発に係る共同研究契約（以下「本共同研究契約」という）を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本共同研究契約の目的及びその背景

当社グループは、創薬支援事業において、すでにACD社と協業し、同社が提供する90種類前後あるといわれるチロシンキナーゼのうち57種類に関するセルベースアッセイ受託サービスについて全世界での代理店業務を行ってまいりました。当社グループは、これらセルベースアッセイに係る商品・サービスが、製薬企業等におけるキナーゼ阻害剤の研究の進展に伴い高い需要があるものと考えており、セルベースアッセイにおける生きた細胞内でのキナーゼタンパク質の阻害測定等を、新たなビジネスの柱として確立すべく取り組んでいます。

このような事業環境のなか、当社は、これまでのACD社との協業関係で構築された技術的シナジーを活用し、従来のチロシンキナーゼに係るセルベースアッセイ系に加え、400種類前後ありキナーゼタンパク質の大半を占めるセリン・スレオニンキナーゼをターゲットとする新たなセルベースアッセイ系を構築するために、ACD社と共同研究（以下「本共同研究」という）することに合意し、本日付けで本共同研究契約を締結することと致しました。

2. 本共同研究の成果及び今後の展開について

本共同研究契約の成果に基づき、セリン・スレオニンキナーゼのセルベースアッセイ受託サービスを当社グループの創薬支援事業におけるサービス事業として展開していきたいと考えております。細胞レベルでの阻害率評価は従来のプロファイリングサービスより高次の評価系であり、製薬企業等の研究の進展に伴い大きな需要が見込まれると考えています。既存ラインナップとしてサービス提供しているチロシンキナーゼに加え、今回のセリン・スレオニンキナーゼのセルベースアッセイ系が構築されることで、近年注目されているセリン・スレオニンキナーゼを標的とするキナーゼ阻害剤の研究に有用であると考えられます。また、本共同研究を通して得られた成果は、当社の創薬基盤技術の強化となることから、当社の創薬事業におけるキナーゼ阻害剤研究の進展に寄与するものと考えております。

3. 業績に与える影響について

本共同研究契約締結が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

(ご参考)

ACD社の概要

- (1) 名 称： Advanced Cellular Dynamics, Inc.
- (2) 代 表 者： President & CSO David Schwarz
- (3) 所 在 地： 3550 General Atomics Court, Building 2, Room 639, San Diego, CA
- (4) 設 立 年 月： 2007年4月
- (5) 事 業 内 容： 創薬研究における創薬プラットフォーム（サービス、技術）の提供
- (6) WEBサイト： <http://advancedcelldynamics.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 IR担当

TEL：078-302-7075