

平成 18 年 3 月 14 日

各 位

株式会社ギンコバイオメディカル研究所
代表取締役 山田 公政

カルナバイオサイエンス株式会社
代表取締役 吉野 公一郎

CrystalGenomics, Inc.
Joong Myung Cho, President & CEO

Cdc7-ASK キナーゼを標的とした新規抗癌剤の共同研究開発契約締結について

(株)ギンコバイオメディカル研究所、カルナバイオサイエンス(株)及びクリスタルジェノミクス(株)は、今般、Cdc7-ASK キナーゼ阻害剤の創製を目的とした共同研究開発に合意しました。

Cdc7-ASK キナーゼは、染色体 DNA 複製開始および進行に重要な役割を果たしていることが報告されており、この阻害剤は、癌細胞における複製フォークの不安定化を介した細胞死誘導などの新規作用メカニズムを有する抗癌剤として大きな期待が持たれています。

ギンコバイオメディカル研究所は、Cdc7-ASK キナーゼ阻害剤アッセイ系の提供、*in vitro* 及び *in vivo* 薬効薬理試験を実施します。カルナバイオサイエンスは、化合物ライブラリーを用いたスクリーニングを実施し、ヒット化合物が得られた後は、キナーゼのプロファイリング、結晶構造解析のため Cdc7-ASK キナーゼタンパクの大量発現系を構築します。クリスタルジェノミクスは、Cdc7-ASK キナーゼタンパクを結晶化し構造解析、Cdc7-ASK キナーゼタンパクの結晶構造情報を基に化合物設計を行い、リード化合物を最適化します。最適化されたリード化合物は、動物での薬効薬理試験を繰り返し、医薬品候補化合物を得る予定です。ヒット化合物の取得を1年後、2年後に最適化リード化合物の創製を目指します。

共同研究の結果得られた阻害剤の知的財産権は3社が共有し、前臨床・臨床開発はギンコバイオメディカル研究所が中心となって進め、将来の利益は3社で分配することになっています。

今回の共同研究開発は、バイオベンチャー同士がそれぞれの技術と成果を持ち寄り提携することで、より研究開発を迅速化して事業化を早めるという、新しい提携として注目されています。

なお、今回の共同研究開発契約は、住商ファーマインターナショナル株式会社(本社：東京都中央区、社長：佐々木 雅啓)の仲介により締結に至りました。

以上

【ギンコバイオメディカル研究所の概要】

- 1) 商号 株式会社ギンコバイオメディカル研究所
Ginkgo Biomedical Research Institute Co., Ltd.
- 2) 設立年月日 2001年3月30日
- 3) 所在地 〒108-0071 東京都港区白金台四丁目7番4号
- 4) 代表者氏名 代表取締役 山田 公政
- 5) 資本金 7億4,763万円
- 6) 事業内容 創薬シーズ発掘事業、及び創薬研究開発事業。重点領域は免疫制御と細胞周期制御であり、樹状細胞(Interferon Producing Cell)を標的とした創薬、及び細胞周期制御因子を標的とした抗がん剤の創薬。

【カルナバイオサイエンス株式会社の概要】

- 1) 商号 カルナバイオサイエンス株式会社 Carna Biosciences, Inc.
- 2) 設立年月日 2003年(平成15年)4月10日
- 3) 所在地 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2-511
- 4) 代表者氏名 代表取締役 吉野 公一郎
- 5) 資本金 15億2,170万円
- 6) 事業内容 創薬事業、創薬基盤サービス事業(蛋白質キナーゼの販売、スクリーニング及びプロファイリングサービス、アッセイ開発サービス、X線結晶構造解析サービス)

【クリスタルジェノミクス社の概要】

- 1) 商号 CrystalGenomics, Inc.
- 2) 設立年月日 2000年7月
- 3) 所在地 韓国 ソウル特別市松坡区風納2洞 388-1 峨山生命科学研究所 第2館6階
(6F, 2nd Building of Asan Institute for Life Sciences, 388-1, Pungnap-2 dong Songpa-gu, Seoul, 138-736, Korea)
- 4) 代表者氏名 代表取締役社長 チョ・ジュンミョン(Joong Myung Cho, President & CEO)
- 5) 事業内容 創薬事業、X線結晶構造解析

【当プレスリリースに関するお問い合わせ先】

- ・ 株式会社ギンコバイオメディカル研究所 事業開発部 山上 奏子
電話:03-5789-3200
- ・ カルナバイオサイエンス株式会社 経営管理本部 重田 恭子
電話:078(302)7039
- ・ CrystalGenomics, Inc Jungkue Lee, Vice President, Business Development
電話: +82-2-3010-8607