

平成 18 年 2 月 1 日

各 位

オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 富田 憲介
(コード番号 4564 東証マザーズ)

カルナバイオサイエンス株式会社
代表取締役社長 吉野 公一郎

CrystalGenomics, Inc.
Joong Myung Cho, President & CEO

癌特異的キナーゼを標的分子とした低分子医薬の共同研究契約締結について

オンコセラピー・サイエンス株式会社(本社:神奈川県川崎市高津区、代表取締役社長:富田 憲介、以下 OTS)、カルナバイオサイエンス株式会社(本社:兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長:吉野 公一郎、以下 CARNA 社)、及び CrystalGenomics, Inc.(本社:韓国ソウル市、代表取締役社長:チョー・ジュンミョン、以下 CG 社)は、OTS が所有する 2 つの癌特異的プロテインキナーゼ(蛋白質リン酸化酵素)を標的分子とし、その活性を阻害する低分子化合物の探索及び関連する研究を共同で行い、癌治療用医薬品候補化合物を同定する契約を締結いたしましたのでお知らせします。

OTS は東京大学医科学研究所中村研究室と共同で、ほぼ全ての癌を対象とした網羅的な遺伝子発現解析等を実施し、既に数多くの癌治療薬開発に適した標的分子を同定しております。また、近年それらを標的とした、癌ワクチン、抗体医薬等の、より製品に近い創薬研究も積極的に展開し、既に医薬品としての開発を決定し本年度中に臨床試験を開始する医薬品候補物質も有しております。

CARNA 社はキナーゼを標的にした創薬事業および創薬事業で構築した技術・ノウハウを用いてサービス事業を展開しており、キナーゼ蛋白質、阻害率を測定するスクリーニングおよ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(蛋白質結晶化および蛋白質/低分子化合物共結晶化)の提供を行っています。200 種類を超えるキナーゼ蛋白の品揃えにより、選択性の高いキナーゼ阻害薬候補化合物の同定を可能にします。

CG 社は疾患関連タンパク質を結晶化し X 線構造解析により三次元構造を得るとともに、そのタンパク質と結合性の高い低分子化合物をコンピュータにて設計する技術(structure-based drug discovery: タンパク質の立体構造に基づく創薬技術)を強みとし、低分子医薬開発全般に渡るプラットフォームを有する創薬企業です。更に CG 社では感染症、癌、代謝性疾患分野において、リード化合物探索及び最適化にあたり最先端の上記技術を活用しており、現在、抗感染症薬及び肥満プログラムについて前臨床試験を行っています。

今回締結した共同研究契約においては、OTS の研究成果である癌特異的キナーゼについて、CARNA 社がタンパク質の発現精製、アッセイ系の構築、スクリーニング等を行い、CG 社が化合物バーチャ

ルスクリーニング、化合物ライブラリーの作製、X線結晶解析等を行います。更にOTSが得られた化合物の評価を実施することにより、共同で医薬品候補化合物を創製いたします。最先端の技術を有する三者の提携により、短期間で、癌に対して効果が高く、選択性の高い医薬品候補化合物が創製されることが期待されます。

得られた化合物（癌治療薬の候補物質）については、特許を受ける権利を含め三者の共有としますが、その後の事業化（ライセンスアウト等）はOTSが中心となって実施し、将来得られる利益を三者で分配いたします。また本共同研究終了後に、引き続き非臨床試験及び臨床試験を共同で実施する可能性もあります。

以 上

【オンコセラピー・サイエンス社の概要】

- (1) 商号 オンコセラピー・サイエンス株式会社
- (2) 設立年月日 2001年（平成13年）4月6日
- (3) 所在地 〒213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号
- (4) 代表者氏名 代表取締役社長 富田 憲介
- (5) 資本金 34億5,633万円
- (6) 事業内容 遺伝子及び遺伝子産物、遺伝子及び遺伝子産物が関与する疾患の研究、その治療法の開発並びにその成果の販売

【カルナバイオサイエンス社の概要】

- (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丁目5番2号 神戸国際ビジネスセンター511
- (4) 代表者氏名 代表取締役社長 吉野 公一郎
- (5) 資本金 10億6,170万円
- (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、スクリーニングおよ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）

【クリスタルゲノミクス社の概要】

- (1) 商号 CrystalGenomics, Inc.
- (2) 設立年月日 2000年7月
- (3) 所在地 韓国 ソウル市 ソンバグー 388-1 プンナップ2 ドーン
アサン インスティテュート フォー ライフサイエンス セカンドビル6階
（6F, 2nd Building of Asan Institute for Life Sciences 388-1, Pungnap-2 dong, Songpa-gu, Seoul, 138-736）
- (4) 代表者氏名 取締役社長 チョー・ジュンミョン（Joong Myung Cho, President & CEO）
- (5) 事業内容 X線結晶構造解析、創薬事業

[当プレスリリースに関するお問い合わせ先]

- ・ オンコセラピー・サイエンス株式会社 管理部長 西島 雄一
電話:044 (820) 8251
- ・ 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