

2005年6月20日

各位

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

## 米国ライジェル社(Rigel Pharmaceuticals, Inc.)と X線結晶構造解析サービス契約を締結

カルナバイオサイエンス株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:吉野公一郎)と韓国のクリスタルゲノミクス社(CrystalGenomics, Inc.、ソウル市、取締役社長 チョー・ジュンミョン(Joong Myung Cho, President & CEO)は、米国の有力創薬企業 ライジェルファーマシューティカルズ インク(Rigel Pharmaceuticals, Inc.、Nasdaq:RIGL)と創薬におけるX線結晶構造解析サービス契約を締結しました。

X線結晶構造解析サービスは、SBDD(Structure-based Drug Design)において必須プロセスであり、タンパク質キナーゼを結晶化するサービス、あるいは製薬企業がもつ医薬品候補化合物とタンパク質キナーゼを結晶化しその結合状態を調べるサービスです。2005年2月の業務提携により、カルナバイオサイエンスとクリスタルゲノミクスは共同で、X線結晶構造解析サービスの販売を国内外で展開しています。

ライジェル社はアレルギー・喘息、癌、関節リウマチ、肝臓炎領域における創薬標的探索研究を得意としている有力創薬企業で、今回の契約締結で X線結晶構造解析をカルナバイオサイエンスおよびクリスタルゲノミクスへ委託することにより、ライジェル社がもつ医薬品候補化合物の最適化を短期間に進めることが可能となります。

### 【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<br>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<br>神戸国際ビジネスセンター 511 |
| 4)代表者氏名 | 代表取締役 吉野 公一郎                                       |

- 5) 資本金 7億 3,170 万円  
6) 事業内容 アッセイ構築、プロファイリング、タンパク質キナーゼ販売、  
X線結晶構造解析情報の販売、創薬事業

【クリスタルゲノミクス社の概要】

- 1) 商号 CrystalGenomics, Inc.  
(クリスタルゲノミクス インク)  
2) 設立年月日 2000年7月  
韓国 ソウル市 ソンパグー 388-1 プンナップ2 ドーン  
3) 所在地 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, 2<sup>nd</sup> 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

以上

このリリースに関するお問合せ先

カルナバイオサイエンス株式会社  
経営企画担当 重田 恭子 Tel: 078-302-7039  
電子メール: marcom@carnabio.com  
URL: <http://www.carnabio.com>

この発表は、重工業研究会、本町記者会、神戸経済記者クラブにおいてなされました。