

2005年2月21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

カルナバイオサイエンス(株)がクリスタルゲノミクス社製品の  
X線結晶解析情報とタンパク質を独占販売開始

カルナバイオサイエンス株式会社(兵庫県神戸市 代表取締役社長 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、カルナバイオサイエンス社がクリスタルゲノミクス社のもつキナーゼタンパク質および当該 X線結晶解析情報をグローバルに、且つ独占的に販売することで合意し、販売を開始いたしました。

製薬企業のキナーゼ阻害薬開発が活発化する中、カルナバイオサイエンス社は顧客のキナーゼ研究と創薬とをさらに幅広く支援するため、現在提供している HTS 用アッセイ系構築サービス、キナーゼ阻害薬プロファイリングサービスおよびタンパク質キナーゼの販売に加え、クリスタルゲノミクス社との提携により、結晶化用高純度タンパク質キナーゼ、X線結晶化サービスとその解析情報提供サービス、共結晶化サービスとその解析情報提供サービスの提供を開始します。特に X線結晶解析情報は製薬企業の SBDD(ストラクチャー・ベース・ドラッグ・デザイン)による創薬のために、タンパク質キナーゼとキナーゼ阻害薬候補化合物を結晶化し、結合状態を調べるサービスで、製薬企業の創薬開発期間を大幅に短縮することが可能なため、高い需要が見込まれます。カルナバイオサイエンス社は、豊富な品揃えと高品質なキナーゼタンパク質に加え、その結晶化と X線による構造解析を顧客に提供することにより、今後の売上拡大を目指します。一方、クリスタルゲノミクス社は、カルナバイオサイエンス社が現在展開する創薬支援事業において築いてきた国内外の販売チャネルを活用することで、短期間で結晶関連サービスの販路拡大を狙います。

両社は、2004年6月にタンパク質キナーゼを創薬ターゲットとする医薬品候補化合物の創製につき共同研究を開始し、同年12月には両社で株式の持ち合いのため双方で第三者割当増資を実施し、技術開発・商品開発での協力関係を深めております。今回締結した販売契約で、カルナバイオサイエンス社は、より高付加価値な製品およびサービスの提供を製薬企業に対し行っていく、キナーゼ関連製品の提供とサービスのワンストップショップを目指します。

【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  
                  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       7億3,170万円
- 6) 事業内容     HTS用アッセイ系構築、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.
- 2) 設立年月日   2000年7月
- 3) 所在地       韓国 ソウル市 ソンパグー 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, 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

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5番2号 KIBC511

TEL: 078-302-7039 (リリース担当: 経営管理本部 重田 恭子)

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。