

平成28年 8月18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 経営管理本部長 吉野 公一郎
(TEL：078-302-7075)

共結晶構造解析サービス提供並びに 結晶化グレードタンパク販売に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、SARomics Biostructures AB（本社：スウェーデン
ルンド市、代表者：Björn Walse、以下「サロミクス社」という）と、同社が提供する共結晶
サービスを当社が代理店として提供する契約、ならびにIniXium（本社：カナダ ケベック州ラ
ヴァル市、代表者：René Coulombe、以下「イニキシウム社」という）と、同社が販売する結
晶化グレードタンパク質を当社が代理店として提供する契約の締結を決議しましたので、お知
らせいたします。

記

1. 本サービス提供の目的および背景

当社グループは2009年6月より独クレラックス社（Crelux GmbH）の共結晶サービス及び結
晶化グレードタンパク質を、日本、中国、韓国、シンガポール及びオーストラリアにおける独
占的代理店として、米国及びカナダにおいては非独占的代理店として提供してまいりまし
たが、同社の中国WuXi社による買収に伴い、2016年6月30日をもって代理店契約が終了
しました。

当社は、国内外の顧客に対し、さらに戦略的な提供価格により、高レベルな共結晶サ
ービスを提供すべく検討を進めてまいりましたが、スウェーデンのサロミクス社と、今般代理店
契約を締結することにしました。サロミクス社は、サービスの提供に特化したビジネスモデル
を採用しているため、顧客本位の観点から結晶化グレードタンパク質を継続販売すべく、新
たにカナダのイニキシウム社と提携することにより、提供体制を構築することにしました。

2. 本サービス等の内容について

共結晶サービスとは、製薬企業等の顧客が創薬研究等により生み出した化合物とタンパク
質がどのように結合しているかについて、共結晶を作製してX線により構造解析するサ
ービスです。この構造解析結果に基づき、顧客である製薬企業等は、新たな化合物デザ
インのアイデアに生かすことができます。

結晶化グレードタンパクについては、顧客である製薬企業等が独自に共結晶を取得する
研究を行う際に提供される純度が高い結晶化グレードと判断されたタンパク質のことをい
います。

当社グループは、上記の創薬研究に最適な共結晶サービス及び結晶化グレードタンパク
質を提供することにより、製薬企業等における創薬研究の進展に寄与してまいります。

3. 本サービス等の提供地域について

サロミクス社提供の共結晶サービスについては、日本において独占的に提供できるとともに、非独占的に米国、カナダ、中国及び韓国の諸国に提供できる契約となっています。

イニキシウム社提供の結晶化グレードタンパク質については、地域限定なしに当社が非独占的に提供できる契約となっております。

4. 本代理店契約の締結が業績に与える影響について

本代理店契約の締結による影響は軽微であり、平成28年2月12日公表の連結業績予想に変更はありません。

以 上

(ご参考)

サロミクス社の概要

- (1) 名 称： SARomics Biostructures AB
- (2) 代 表 者： Björn Walse
- (3) 所 在 地： Medicon Village SE-223 81 Lund, Sweden
- (4) 設 立 年 月： 2006年5月
- (5) 事 業 内 容： 構造生物学に基づく各種サービスの提供
- (6) WEBサ イ ト： www.saromics.com

イニキシウム社の概要

- (1) 名 称： IniXium Inc.
- (2) 代 表 者： René Coulombe
- (3) 所 在 地： 500 Blvd Cartier West suite 6001, Laval, Québec, Canada
- (4) 設 立 年 月： 2014年8月
- (5) 事 業 内 容： 構造生物学に基づく各種サービスの提供
- (6) WEBサ イ ト： www.inixium.com