

平成 20 年 8 月 7 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 取締役経営管理部長 島川 優
(TEL. 078-302-7039)

Caliper Life Sciences, Inc. とのキナーゼタンパク質供給契約締結のお知らせ

当社は、平成 20 年 8 月 7 日（現地時間 平成 20 年 8 月 6 日）付に、Caliper Life Sciences, Inc.（本社：米国マサチューセッツ州ホプキントン市、NASDAQ 上場（シンボル：CALP）、以下、「キャリパーライフサイエンス社」という。）との間で、キナーゼタンパク質に関する供給契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 契約締結の目的

キャリパーライフサイエンス社は、米国の大手製薬会社に商品およびサービスを幅広く提供しております。従前から、当社はキャリパーライフサイエンス社にビジネスパートナーとしてキナーゼタンパク質を納入して参りましたが、今回の契約締結により、当社はキナーゼタンパク質の“推奨する提供者”として選定され、同社提供のキナーゼプロファイリング、アッセイ開発サービスおよびアッセイキットに当社のキナーゼタンパク質が優先的に使用されることと明確になりました。

今後、同社の強力なマーケティング力や販売チャネルを活用することで、当社キナーゼタンパク質製品の世界規模での拡販が期待できます。また、当社が提供する高品質のキナーゼタンパク質を使用することは同社にとっても有益で、両社に相乗効果をもたらすものと考えられます。

2. 契約の概要

当社はキャリパーライフサイエンス社が顧客に対して提供しているキナーゼプロファイリング、アッセイ開発サービスおよびキナーゼアッセイキット（ProfilerPro Kinase Selectivity Assay Kits）用のキナーゼタンパク質を供給いたします。

キャリパーライフサイエンス社は、優先的に当社からキナーゼタンパク質を購入いたします。

3. 今後の業績に与える影響

今回の契約は従来の取引関係について、当社を“推奨する提供者”として明確化、明文化したものにすぎず、取引条件を変更するものではありません。従いまして、平成 20 年 8 月 6 日に開示いたしました平成 20 年 12 月期の通期の業績予想およびマイルストーン開示に係る事業計画（平成 20 年 12 月期～平成 22 年 12 月期）に変更はございません。

以 上

(ご参考)

キャリパーライフサイエンス社の概要

- 1) 商 号 Caliper Life Sciences, Inc.
- 2) 設 立 1981 年
- 3) 所 在 地 68 Elm Street Hopkinton, MA 01748 USA
- 4) 代 表 者 Kevin Hrusovsky, President & CEO
- 5) 上 場 市 場 NASDAQ Global Market (CALPW)
- 6) 売 上 高 140 百万ドル (2007 年度) <約 153 億円※>
- 7) 営 業 損 益 △23 百万ドル (2007 年度) <△約 25 億円※>
- 8) 事 業 内 容 創薬研究における創薬プラットフォーム (機器、サービス、技術) の提供
- 9) 備 考 生物薬剤研究に積極的な世界各国で製品の販売、サービスを提供しており、
同社の顧客およびパートナーとしては、多数の欧米の大手製薬会社が含まれます。

※ 1 ドル≒109.41 円 8 月 7 日付の TTM レートで換算しております。

カルナバイオサイエンス株式会社 代表取締役社長 吉野公一郎のコメント：

「当社がキナーゼタンパク質の遺伝子クローニング、タンパク質の発現および精製技術を保有し、現時点で約 300 種類の高活性・高純度なキナーゼの作製に成功していることに対する評価を受け、最新技術を保有する同社が当社をキナーゼタンパク質の“最高の取引先”として選定し、当該供給契約を締結することに至ったことを大変誇りに思っております。」

【本件に関する問い合わせ先】

カルナバイオサイエンス株式会社

経営管理部 企画グループ I R 担当

TEL : 078-302-7075