

平成 21 年 1 月 13 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)

販売代理店契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 1 月 13 日開催の取締役会において、和光純薬工業株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：池添 太、以下「和光純薬」）と販売代理店契約の締結を行うことを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 契約締結の理由

当社は、日本国内におけるキナーゼタンパク質の一層の売上拡大を推進すべく販売代理店を積極的に活用することを目的として、今般、和光純薬とキナーゼタンパク質の販売代理店契約を締結することといたしました。

今回の同社との提携により、日本国内での当社製品の更なる認知度向上や、同社の強力な営業網（営業スタッフ約 100 名、同社の販売代理店の営業スタッフ約 2,000 名および Web サイト「Siyakuc.com」を用いたインターネット拡販活動）をフルに活用することによる日本国内の製薬企業や大学等の研究機関への取引・売上拡大が期待できます。

2. 契約の概要

今回締結する契約の概要は以下の通りです。

- (1)対象となる製品 当社キナーゼタンパク質（5 μ g ならびに 100 μ g 包装品）
- (2)販 売 先 日本国内の製薬企業および大学等の研究機関など
- (3)そ の 他 本契約は独占的販売代理権の付与ではないこと、ならびに包装品が限定されていることから、締結後、当社が直接、日本国内の製薬企業等に対して当社製品（キナーゼタンパク質）の販売を行うことが可能です。

3. 契約締結の相手先の概要

- (1)商 号 和光純薬工業株式会社
- (2)事 業 内 容 試薬、化成品ならびに臨床検査薬の製造・販売
- (3)設 立 年 月 日 大正 11 年（1922 年）6 月 5 日
- (4)本 店 所 在 地 大阪市中央区道修町三丁目 1 番 2 号
- (5)代 表 者 代表取締役社長 池添 太
- (6)資 本 金 の 額 2,339 百万円（平成 20 年 3 月 31 日現在）
- (7)売 上 高 75,307 百万円（平成 20 年 3 月期）

(8)従 業 員 数	1,430 名 (平成 20 年 12 月 31 日現在)
(9)当 社 と の 関 係	取引関係： アッセイグレード用キナーゼタンパク質の販売 人的関係： 該当事項はありません 資本的关系： 該当事項はありません

4. 日程

平成 21 年 1 月 13 日	取締役会決議
平成 21 年 1 月 13 日	販売代理店契約 締結

5. 今後の見通し (契約締結に伴う業績に与える影響)

平成 21 年 12 月期の業績に与える影響は現在精査中です。確定次第速やかにお知らせいたします。

以 上