

平成 20 年 9 月 19 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)

販売代理店契約解消に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 19 日開催の取締役会において、東洋紡績株式会社（本社：大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号、取締役社長：坂元龍三、以下「東洋紡績」）との販売代理店契約を平成 20 年 9 月 30 日付けで解消することを決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 契約解消の理由

当社は、平成 17 年 12 月 16 日に東洋紡績をキナーゼタンパク質の販売代理店に指名し、日本国内における大学および公的研究機関等へのキナーゼタンパク質の小包装品（5 μg）に係る独占的販売権を付与しておりましたが、このたび、東洋紡績と当社の双方が、新たな事業展開を図るため、販売代理店契約を解消することとなりました。

2. 契約解消の相手先の概要

(1)商 号	東洋紡績株式会社
(2)事 業 内 容	合成樹脂およびその成形品、各種化学工業品、ならびに生化学品、医薬品、およびその関連商品の製造、加工、販売。電子機器、理化学機器、医療用具およびその関連機器。各種繊維工業品の製造、加工、販売。各種プラントおよび機器の設計、製作、販売。各種技術、情報の販売
(3)設 立 年 月 日	大正 3 年（1914 年）6 月 26 日
(4)本 店 所 在 地	大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号
(5)代 表 者	取締役社長 坂元龍三
(6)資 本 金 の 額	43,341 百万円（平成 20 年 3 月 31 日現在）
(7)売 上 高	431,417 百万円（連結、平成 20 年 3 月期） うち、ライフサイエンス事業の連結売上高：34,188 百万円
(8)従 業 員 数	11,595 名（連結、平成 20 年 3 月 31 日現在）
(9)大株主構成および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4.15% (信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）3.79% 日本生命保険相互会社 2.95% (平成 20 年 3 月 31 日現在)
(10)当 社 と の 関 係	取引関係： キナーゼタンパク質の小包装品の販売 人的関係： 該当事項はありません 資本的關係： 該当事項はありません

3. 日程

平成 20 年 9 月 19 日 販売代理店契約の解消合意
平成 20 年 9 月 30 日 販売代理店契約の解消（予定）

4. 今後の見通し（契約解消に伴う当社の業績に与える影響）

当該販売代理店契約の解消に伴う今後の当社の業績に与える影響は軽微であります。
現在、新たな販売代理店との販売代理店契約締結の交渉を進めており、今後、契約締結の合意がで
き次第、これを公表する予定です。

以 上

（ご参考）当期の連結業績見通し（平成 20 年 8 月 6 日公表）

（単位：百万円）

	売 上 高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想 (平成 20 年 12 月期)	712	△284	△333	△592