

平成23年 5 月20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 取締役経営管理本部長 相川 法男
(TEL：078-302-7075)

仏 EUROMEDEXならびに印 Biogenuix Medsystems Pvt. Ltd. との
販売代理店契約締結に関するお知らせ

当社は、平成23年 5 月20日開催の取締役会において、別紙の通り、仏 EUROMEDEXならびに印 Biogenuix Medsystems Pvt. Ltd. と販売代理店契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本販売代理店契約締結による当社業績に与える影響は、平成23年 2 月10日に開示いたしました平成23年12月期の連結業績予想に織り込んでおります。

以上

平成23年 5 月20日

関係者 各位

カルナバイオサイエンス株式会社

仏 EUROMEDEXならびに印 Biogeniux Medsystems Pvt. Ltd. との
販売代理店契約締結に関するお知らせ

当社は、平成23年 5 月20日開催の取締役会において、EUROMEDEX (President & CEO : Luc Ernewein、本社 : SOUFFELWEYERSHEIM, フランス共和国、以下「ユーロメディックス社」という) と、フランス国を対象とした販売代理店契約を締結すること、ならびにBiogeniux Medsystems Pvt. Ltd. (Director / Founder : Sundeep Amar、本社 : New Delhi, インド共和国、以下「バイオジェニックス社」という) と、インド国を対象とした販売代理店契約を締結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. 契約締結の目的

【ユーロメディックス社との販売代理店契約】

当社は、平成22年 2 月19日より、Kinase Logistics ApS (以下「キナーゼロジスティクス社」という) と欧州全土を対象とした販売代行契約を締結しておりましたが、フランス国での販売力強化の目的から、フランス国に拠点を持つユーロメディックス社と販売代理店契約を締結し、欧州での売上拡大を目指します。

【バイオジェニックス社との販売代理店契約】

当社は、医薬、バイオ産業分野で成長著しいアジア地域の新興国における売上拡大を目的として、特に成長著しいインド国において、新規顧客開拓、売上拡大を目指し、インド国に拠点を持つバイオジェニックス社と販売代理店契約を締結することといたしました。

2. 今期の業績に与える影響

ユーロメディックス社との販売代理店契約の締結は、欧州地域における売上拡大に寄与するものと見込んでおり、今期の連結業績予想に織り込んでおります。

また、バイオジェニックス社との販売代理店契約の締結による、当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

(ご参考)

ユーロメディックス社の概要

- (1) 名 称： EUROMEDEX
- (2) 事 業 内 容： ライフサイエンス分野の総合商社（各種薬（新薬、臨床薬、OTC薬等）、試薬、診断薬等）
- (3) 代 表 者： President & CEO Luc Ernewein
- (4) 所 在 地： 24 rue des Tuileries, BP 684, F-67460 SOUFFELWEYERSHEIM, FRANCE
- (5) 設 立 年 月 日： 1984年9月25日
- (6) 資 本 金： 500,000 EUR
- (7) 売 上 高： 21.6M EUR（2010年度実績）
- (8) ウェブサイト： <http://www.euromedex.com/>
- (9) 当社との関係： 取引関係：該当事項はありません。
人的関係：該当事項はありません。
資本的関係：該当事項はありません。

バイオジェニックス社の概要

- (1) 名 称： Biogenuix Medsystems Pvt.Ltd
- (2) 事 業 内 容： ラボ診断ツール、試薬等の販売代理店業務、ライフサイエンス分野におけるコンサルティング、臨床試験サービス業務
- (3) 代 表 者： Director / Founder Sundeep Amar
- (4) 所 在 地： 412-B, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri
New Delhi - 110058. INDIA
- (5) 設 立 年 月 日： 2004年11月23日
- (6) 資 本 金： 100,000 INR
- (7) 売 上 高： 1.1M USD（2010年度実績）
- (8) ウェブサイト： <http://www.biogenuix.com/>
- (9) 当社との関係： 取引関係：該当事項はありません。
人的関係：該当事項はありません。
資本的関係：該当事項はありません。

【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

経営企画部 IR担当

TEL：078-302-7075