

平成24年10月23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)

第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成24年10月4日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による新株式発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株式発行の概要

(1) 募集株式の種類及び数	普通株式 14,090株
(2) 払込金額	1株につき金20,599円
(3) 払込金額の総額	290,239,910円
(4) 資本組入額	1株につき金10,300円
(5) 割当予定先及び割当株式数	第三者割当の方法により全株式を小野薬品工業株式会社に割り当てる
(6) 申込期日	平成24年10月22日
(7) 払込期日	平成24年10月23日

2. 今回の増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	58,710株 (増資前の資本金の額 2,125,632,375円)
増資による発行株式数	14,090株 (増加する資本金の額 145,127,000円)
増資後発行済株式総数	72,800株 (増資後の資本金の額 2,270,759,375円)

なお、当該新株式発行に関する詳細につきましては、平成24年10月4日付「小野薬品工業株式会社との業務資本提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上