



平成 20 年 3 月 27 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. 078-302-7075)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 20 日および平成 20 年 3 月 4 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 1,300 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先である三菱UFJ証券株式会社より発行予定株式数の全株につき、払込期日までに申込みを行わず、失権する旨の通知があったことから、募集株式を発行しないこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

当社では、当社普通株式株券のジャスダック証券取引所NEOへの上場に伴う公募による募集株式発行に関連して、三菱UFJ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 1,300 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である吉野公一郎より借入れた当社普通株式株券の返却を目的として、三菱UFJ証券株式会社を割当先として決議されたものです。

<ご参考>

第三者割当増資の概要

（平成 20 年 2 月 20 日付「募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」、平成 20 年 3 月 4 日付「募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ」及び平成 20 年 3 月 12 日付「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ」より

(1)	発行予定株式数	1,300 株
(2)	割当価格	1 株につき 金 101,200 円
(3)	募集株式の払込金額	1 株につき 金 85,000 円
(4)	1 株当たりの増加する資本金	金 50,600 円
(5)	1 株当たりの増加する資本準備金	金 50,600 円
(6)	申込期日	平成 20 年 4 月 17 日（木曜日）
(7)	払込期日	平成 20 年 4 月 18 日（金曜日）
(8)	割当先	三菱UFJ証券株式会社

以 上