

平成 21 年 12 月 22 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 - 7039)

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 13 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、発行予定株式数の一部につき割当先である東洋証券株式会社より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. 発行新株式数 | 405 株 |
| | (発行予定株式数 750 株) |
| 2. 払込金額の総額 | 23,874,750 円 |
| | (1 株につき 58,950 円) |
| 3. 増加する資本金及び
資本準備金の額 | 増加する資本金の額 11,937,375 円
増加する資本準備金の額 11,937,375 円 |
| 4. 申込期間 (申込期日) | 平成 21 年 12 月 24 日 (木曜日) |
| 5. 払込期日 | 平成 21 年 12 月 25 日 (金曜日) |

＜ご参考＞

1. 今回の第三者割当増資は、平成 21 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

今回の第三者割当増資の内容等については、平成 21 年 11 月 13 日に公表いたしました「新株式並びに株式売出しに関するお知らせ」及び平成 21 年 11 月 25 日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	58,305 株（平成 21 年 12 月 22 日現在）
今回の増加株式数	405 株
増資後の発行済株式数	58,710 株

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

今回の第三者割当増資に係る手取概算額23,574,250円については、当該第三者割当増資と同日付で決議された一般募集の手取り概算額286,750,000円と合わせ、金額310,324,250円を研究開発資金（主に国立がんセンターとの共同研究に係る前臨床試験費用等の研究開発費（主に人件費や外注費等）、並びに製薬企業等との共同研究及び自社研究に係る研究開発費等）に充当する予定であります。なお、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品で運用する予定であります。

以 上