

平成 21 年 12 月 2 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)

新株予約権（ストックオプション）の行使価額の調整に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新株式発行に伴い、新株予約権（ストック・オプション）の行使価額が下記のとおり調整されることとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 行使価額の調整

銘柄名	調整後行使価額	調整前行使価額
第 1 回新株予約権② (平成 15 年 9 月 8 日株主総会決議)	4,958 円	5,000 円
第 2 回新株予約権① (平成 16 年 6 月 14 日株主総会決議)	49,572 円	50,000 円
第 2 回新株予約権② (平成 16 年 6 月 14 日株主総会決議)	49,572 円	50,000 円
第 3 回新株予約権① (平成 16 年 6 月 14 日株主総会決議)	49,572 円	50,000 円
第 3 回新株予約権② (平成 16 年 6 月 14 日株主総会決議)	49,572 円	50,000 円
第 4 回新株予約権 (平成 17 年 1 月 24 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 5 回新株予約権 (平成 17 年 1 月 24 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 7 回新株予約権 (平成 18 年 3 月 29 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 8 回新株予約権 (平成 18 年 3 月 29 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 9 回新株予約権 (平成 18 年 3 月 29 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 10 回新株予約権 (平成 18 年 3 月 29 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 11 回新株予約権 (平成 19 年 3 月 29 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円
第 12 回新株予約権 (平成 19 年 3 月 29 日株主総会決議)	99,143 円	100,000 円

2. 適用日

平成 21 年 12 月 3 日（木）以降

3. 変更事由

平成 21 年 11 月 25 日に決定した新株式発行に係る 1 株当たりの払込価額が、各新株予約権（ストックオプション）の新株予約権割当契約書に定める行使価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため。

以 上