

2019年3月12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 山本 詠美
 (TEL：078-302-7075)

行使価額修正条項付き第16回新株予約権（第三者割当て）の大量行使、行使完了及び
 月間行使状況に関するお知らせ

当社が平成29年7月10日に発行した行使価額修正条項付き第16回新株予約権につきまして、2019年3月1日から3月12日までの期間において大量行使があり、本日をもって行使がすべて完了しましたのでお知らせいたします。また、2019年3月（3月1日から3月12日）における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| (1) 銘 柄 名 | カルナバイオサイエンス株式会社第16回新株予約権 |
| (2) 月初からの交付株式数 | 109,000株 |
| (3) 月初からの行使された新株予約権の数および発行総数に対する行使比率 | 109個（発行総数の11.72%） |
| (4) 2019年2月28日時点における未行使の新株予約権の数 | 109個（109,000株） |
| (5) 現時点における未行使の新株予約権の数 | 0個 |

※行使比率は小数点以下第3位を切捨ててしております。

(6) 2019年3月1日からの行使状況

| 行使日 | 交付株式数（株） | | 行使価額 （円） | 行使された新株予 約権の数（個） |
|----------|----------|--------|-------------|---------------------|
| | 新株 | 移転自己株式 | | |
| 3月1日（金） | — | — | 1,022 | — |
| 3月4日（月） | 13,000 | — | 1,022 | 13 |
| 3月5日（火） | 8,000 | — | 1,022 | 8 |
| 3月6日（水） | 50,000 | — | 1,022 | 50 |
| 3月7日（木） | 18,000 | — | 1,022 | 18 |
| 3月8日（金） | — | — | 1,022 | — |
| 3月11日（月） | — | — | 1,022 | — |
| 3月12日（火） | 20,000 | — | 1,022 | 20 |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：10,222,100株〔うち自己株式数：2,065株〕

(7) 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

| ①すべての回数を合算した 交付株式数（株） | ②発行の払込日時点における 上場株式数（株） | ③行使制限に係る行使比率 （①／②）（％） |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 109,000 | 9,317,300 | 1.16 |

※行使比率は小数点以下第3位を切捨てしております。

なお、行使価額将来設定型第17回新株予約権（第三者割当て）については、現時点において行使はございません。

以 上