

平成27年 5月13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 経営管理本部長 吉野 公一郎
 (TEL： 078-302-7075)

行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の
 大量行使及び行使完了に関するお知らせ

平成25年 5月29日に発行した行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）において、大量行使があり、本日、本新株予約権の行使が完了しましたので、下記の通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14回新株予約権 |
| 2. 平成27年 5月 1 日からの交付株式数 | 519,000株 |
| 3. 平成27年 5月 1 日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 5,190個（発行総数の43.3%） |
| 4. 平成27年 4月30日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,190個（519,000株） |
| 5. 現時点における未行使の新株予約権の数 | 0個 |

6. 平成27年 5月 1 日からの行使状況

行使日	交付株式数（株）		行使価額 （円）	行使個数 （個）
	新株	移転自己株式		
5月1日（金）	—	—	935	—
5月2日（土）	—	—	935	—
5月3日（日）	—	—	935	—
5月4日（月）	—	—	935	—
5月5日（火）	—	—	935	—
5月6日（水）	—	—	935	—
5月7日（木）	—	—	935	—
5月8日（金）	—	—	935	—
5月9日（土）	—	—	935	—
5月10日（日）	—	—	935	—

行使日	交付株式数 (株)		行使価額 (円)	行使個数 (個)
	新株	移転自己株式		
5月11日 (月)	—	—	935	—
5月12日 (火)	199,000	—	935	1,990
5月13日 (水)	320,000	—	935	3,200

※前月末時点における発行済株式数：8,322,100株〔うち自己株式数：一株〕

以 上