

平成25年7月3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: 078-302-7075)

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、大量行使がございましたので、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25年7月1日からの交付株式数 5,349株
3. 平成25年7月1日からの行使額面総額 499,864,050円
4. 平成25年6月30日時点における未行使の新株予約権の数 11,000個（11,000株）
5. 現時点における未行使の新株予約権の数 5,651個（5,651株）
6. 平成25年7月1日からの行使状況

行使日	交付株式数（株）		行使価額 （円）	行使額面総額 （千円）
	新株	移転自己株式		
7月2日（火）	400	—	93,450	37,380
7月3日（水）	4,949	—	93,450	462,484

※前月末時点における発行済株式数：74,495株〔うち自己株式数：一株〕

以 上