

平成25年7月1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
月間行使状況に関するお知らせ

平成25年6月における行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の月間行使状況につきまして、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6月17日からの交付株式数 1,000株
3. 平成25年6月17日からの行使額面総額 96,750,000円
4. 平成25年6月17日時点における未行使の新株予約権の数 12,000個（12,000株）
5. 現時点における未行使の新株予約権の数 11,000個（11,000株）
6. 平成25年6月17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		
6月20日（木）	1,000	—	96,750	96,750

※前月末時点における発行済株式数：73,445株〔うち自己株式数：—〕

以 上