

平成27年1月5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26年12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26年12月1日からの交付株式数           | 一株   |
| 3. 平成26年12月1日からの行使額面総額          | 一円   |
| 4. 平成26年11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. 平成26年12月31日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,190個（519,000株）   |
| 6. 平成26年12月1日からの行使状況            | 該当事項はありません。<br>※11月30日時点における発行済株式数：8,318,100株<br>〔うち自己株式数：一〕 |

以 上