

平成25年12月 2 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11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11月 1 日からの交付株式数         | 一株  |
| 3. 平成25年11月 1 日からの行使額面総額        | 一円  |
| 4. 平成25年10月31日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,651個（5,651株）  |
| 5. 平成25年11月30日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11月 1 日からの行使状況          | 該当事項はありません。<br>※10月31日時点における発行済株式数：82,650株〔うち自己株式数：一〕 |

以 上