

平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年8月7日

上場会社名 カルナバイオサイエンス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 4572 URL <http://www.carnabio.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 吉野公一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理本部長 (氏名) 山本詠美 (TEL) 078 (302) 7075
 四半期報告書提出予定日 平成29年8月8日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年12月期第2四半期の連結業績（平成29年1月1日～平成29年6月30日）

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年12月期第2四半期	326	△26.2	△291	—	△297	—	△316	—
28年12月期第2四半期	442	△61.0	△195	—	△208	—	△33	—

(注) 包括利益 29年12月期第2四半期 △318 百万円 (—%) 28年12月期第2四半期 △156 百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年12月期第2四半期	△34.03	—
28年12月期第2四半期	△3.71	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年12月期第2四半期	2,193	1,491	67.8
28年12月期	2,566	1,739	67.6

(参考) 自己資本 29年12月期第2四半期 1,486 百万円 28年12月期 1,734 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
29年12月期	—	0.00	—	—	—
29年12月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年12月期の連結業績予想（平成29年1月1日～平成29年12月31日）

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通 期	1,440	77.4	39	—	35	—	6	0.71

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

29年12月期2Q	9,317,300株	28年12月期	9,239,000株
29年12月期2Q	44株	28年12月期	—株
29年12月期2Q	9,290,859株	28年12月期2Q	9,088,233株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記	2
(1) 四半期連結貸借対照表	2
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
2. 補足資料	7
(経営成績の概況)	7

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,161,186	1,892,419
売掛金	122,924	72,843
商品及び製品	86,920	87,712
仕掛品	4,573	3,966
原材料及び貯蔵品	30,399	23,307
その他	86,686	55,503
流動資産合計	2,492,690	2,135,754
固定資産		
有形固定資産	35,136	20,024
無形固定資産	787	596
投資その他の資産	37,681	36,894
固定資産合計	73,605	57,515
資産合計	2,566,295	2,193,269

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,495	1,014
1年内償還予定の社債	28,000	28,000
1年内返済予定の長期借入金	142,260	142,260
未払金	76,907	40,215
未払法人税等	4,959	11,710
その他	15,805	8,242
流動負債合計	271,428	231,442
固定負債		
社債	172,000	158,000
長期借入金	355,459	284,329
資産除去債務	25,669	25,924
その他	2,416	2,357
固定負債合計	555,545	470,611
負債合計	826,974	702,054
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,042,759	3,078,074
資本剰余金	1,860,826	1,896,098
利益剰余金	△3,169,633	△3,485,775
自己株式	—	△99
株主資本合計	1,733,952	1,488,297
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	57	130
為替換算調整勘定	459	△1,700
その他の包括利益累計額合計	516	△1,570
新株予約権	4,853	4,488
純資産合計	1,739,321	1,491,215
負債純資産合計	2,566,295	2,193,269

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
売上高	442,708	326,799
売上原価	136,524	112,600
売上総利益	306,183	214,198
販売費及び一般管理費	501,689	506,042
営業損失(△)	△195,505	△291,843
営業外収益		
受取利息	68	21
補助金収入	8,692	5,131
その他	222	902
営業外収益合計	8,983	6,055
営業外費用		
支払利息	1,504	3,540
株式交付費	1,195	561
新株予約権発行費	—	5,999
為替差損	18,897	488
その他	406	939
営業外費用合計	22,004	11,530
経常損失(△)	△208,526	△297,318
特別利益		
投資有価証券売却益	177,543	—
特別利益合計	177,543	—
特別損失		
減損損失	1,624	17,649
特別損失合計	1,624	17,649
税金等調整前四半期純損失(△)	△32,607	△314,968
法人税、住民税及び事業税	1,382	1,264
法人税等調整額	△237	△90
法人税等合計	1,145	1,173
四半期純損失(△)	△33,752	△316,142
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△33,752	△316,142

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
四半期純損失(△)	△33,752	△316,142
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△114,000	72
繰延ヘッジ損益	1,696	—
為替換算調整勘定	△10,459	△2,159
その他の包括利益合計	△122,762	△2,087
四半期包括利益	△156,515	△318,229
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△156,515	△318,229

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)

株主資本の著しい変動

新株予約権の権利行使により、当第2四半期連結累計期間において、資本金が139,335千円、資本剰余金が139,300千円増加し、この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が3,040,119千円、資本剰余金が1,858,188千円となっております。

当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)

該当事項はありません。

2. 補足資料

(経営成績の概況)

(第2四半期連結業績の概況)

- ・売上高は、前年同期に導出一時金を計上していたため、対前年同期比 26.2%減（対前年同期比115百万円減）となりました。
- ・営業損益は導出一時金がなかったこと等から、291百万円の損失（対前年同期比96百万円の悪化）となりました。
- ・当期純損益は前年同期に特別利益(投資有価証券売却益)を計上していたため、対前年同期比では282百万円の悪化となりました。

(単位：百万円)

	売上高	営業損益	経常損益	当期純損益
2017年12月期第2四半期実績 (a)	326	△291	△297	△316
2016年12月期第2四半期実績 (b)	442	△195	△208	△33
対前年同期比 (c)=(a)-(b)	△115	△96	△88	△282
対前年同期増減率 (d)=(c)/(b)	△26.2%	—	—	—

(注) 1. 百万円未満は切り捨てて表示しております。

2. 対前年同期増減率における、「営業損益」「経常損益」「当期純損益」の値は前期および当期においてそれぞれ損失を計上しているため、数値を表示しておりません。

(第2四半期 事業別連結業績の概況)

(単位：百万円)

	売上高			営業損益		
	創薬支援事業	創薬事業	計	創薬支援事業	創薬事業	計
2017年12月期第2四半期実績 (a)	326	—	326	70	△362	△291
2016年12月期第2四半期実績 (b)	343	98	442	78	△274	△195
対前年同期比 (c)=(a)-(b)	△16	△98	△115	△8	△87	△96
対前年同期増減率 (d)=(c)/(b)	△4.9%	—	△26.2%	△10.8%	—	—
2017年12月期通期計画 (d)	1,000	440	1,440	443	△403	39
通期計画に対する進捗率 (a)/(d)	32.7%	0.0%	22.7%	15.8%	—	—

(注) 1. 百万円未満は切り捨てて表示しております。

2. 2017年12月期通期計画値は、2017年2月10日発表の通期計画に基づいております。詳細は平成28年12月期決算短信をご参照ください。

3. 創薬事業及び全社の営業損益における対前年同期増減率および通期計画に対する進捗率の値は、損失を計上しているためそれぞれ数値を表示しておりません。

(第2四半期 創薬支援事業 地域別連結売上高比較)

(単位：百万円)

	2016年第2四半期	2017年第2四半期	対前年同期比 (%)
日本	210	182	△13.3
北米	91	100	9.6
欧州	32	31	△2.0
その他	10	13	28.6
創薬支援事業合計	343	326	△4.9

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

(バランスシートの状況(連結))

(単位：百万円)

	2017年12月期 第2四半期末	2016年12月末	増減額	増減理由
流動資産	2,135	2,492	△356	
現金及び預金	1,892	2,161	△268	
その他	243	331	△88	売掛金△50 等
固定資産	57	73	△16	
資産合計	2,193	2,566	△373	
流動負債	231	271	△39	未払金△36 等
固定負債	470	555	△84	社債△14、長期借入金△71 等
負債合計	702	826	△124	
純資産合計	1,491	1,739	△248	利益剰余金△316 資本金及び資本剰余金+70 等
負債・純資産合計	2,193	2,566	△373	

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。