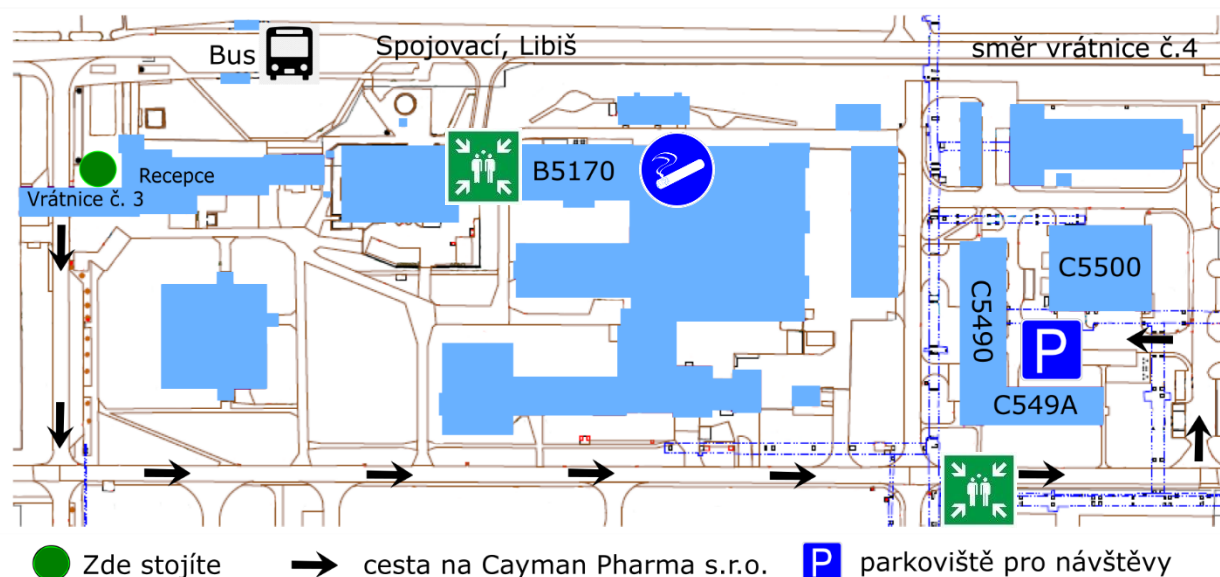


	Kontaktní číslo +420 313 033155
	Hasiči 150, 315 662222 Policie 158
	První pomoc 155 315 662222
	Zákaz manipulace s ohněm Zákaz kouření
	Používejte přechody, přecházejte silnici kolmo
	V areálu CP jsou nebezpečné chemické látky
	Parkoviště Zákaz parkování na trávě!
	Před vstupem do laboratoří si nasadte ochranné brýle a plášť
	Při požáru se evakuujte na parkoviště
	Schválené místo pro kuřáky, omezený počet osob



Užitečné informace / pravidla BOZP a PO v CP

- V areálu platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, vyjma vyhrazených míst pro kouření, práce s otevřeným ohněm (sváření apod.) je pouze na písemný příkaz vedení společnosti
- Návštěvu doprovází vždy zaměstnanec CP
- Vyhlášení poplachu voláním HOŘÍ a signálem sirény EPS
- Při chůzi na schodech se přidržujte zábradlí
- Zákaz vstupu do místností **NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN**
- Vstup na střechu jen s povolením manažera údržby
- Zbytková rizika jsou uvedena na dveřích laboratoří
- Jakékoliv havarijní situace ohlaste kontaktní osobě
- Konzumace jídel/ nápojů pouze v denních a zasedacích místnostech
- Vzniklé odpady se třídí – plast, papír, sklo, komunální odpad, ostatní
- Lékárničky jsou k dispozici na každé chodbě

